

Comprehensive  
life science solutions,  
from discovery  
to cure.



revvity

ライフサイエンス機器総合カタログ  
2025-2026



# Platforms and automation

## ワークフローを、もっとスマートに。自動化で変革を。

Revvityは、あらゆるラボに対応する拡張性の高いプラットフォームを幅広く提供し、先進的な技術へのアクセスを加速させています。

### 成果を引き出す、自動化ソリューション

- 小規模からハイスループット環境まで、あらゆるラボのニーズに応える先進テクノロジーへのアクセスを実現
- 医薬品の市場投入や研究成果の公開までの時間を短縮：工程の自動化、データ統合、コンプライアンス対応の効率化を支援
- 信頼性の高い測定結果と高度なデータ解析により、ヒューマンエラーを最小限に抑制
- 新たなモダリティに対応した検証済みの品質管理（QC）手法で、未解決の科学的課題に挑む



### サンプルの均質化

RNA、DNA、タンパク質などの生体分析対象物を確実に抽出するためには、信頼性の高いホモジナイゼーション（均質化）が不可欠です。Revvityのソリューションは、強力かつ徹底した組織破碎、均質化、粒子サイズの縮小を実現し、ワークフローの効率化を支援します。

- ビーズミルホモジナイザー (P.4)
- プロープ式ホモジナイザー (P.6)
- 超音波ホモジナイザー (P.8)
- 遠心分離機 (P.9)



### 核酸抽出

1つのワークフローで複数のサンプルタイプを処理する場合や、サンプル量が少ない/多い場合、あるいは特定のDNA/RNA抽出条件が必要な場合でも、Revvityのソリューションは、あらゆるラボのニーズに応える柔軟性と信頼性を提供します。

- chemagic核酸抽出装置 (P.10)



### 自動液体分注

一般的な実験室作業から複雑な作業まで、ラボのワークフローを自動化するために設計されたカスタマイズ可能な液体分注ソリューションの包括的なポートフォリオを提供しています。エラーを最小限に抑え、手作業の時間を削減し、スループットと再現性を向上させることができます。

- 自動分注機 (P.12)



### マイクロ流体分析

Revvityの自動化されたマイクロ流体キャピラリー電気泳動技術は、ゲノム分析およびタンパク質特性評価を簡素化し、迅速かつ高精度な解析を実現します。

- 核酸分析 (P.16)
- タンパク質特性評価 (P.16)

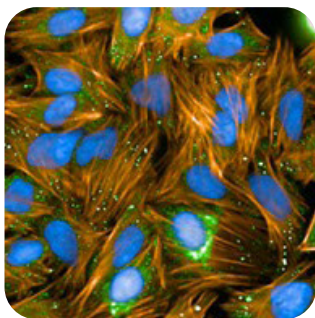


### 検出ソリューション

Revvityのポートフォリオには、高感度かつ高精度なマルチモードプレートリーダーと放射線検出ソリューションが含まれており、アッセイ、試薬、消耗品と組み合わせて使用することで、必要な結果をより迅速に生成することができます。

株式会社レビティジャパンはCarterraハイスループットSPRテクノロジーの正規販売代理店です。

- マルチモードプレートリーダー (P.17)
- 放射線測定ソリューション (P.20)
- CarterraハイスループットSPRテクノロジー (P.25)



### イメージング

画像には、人間の目では捉えきれない多くの情報が含まれています。Revvityの最先端の細胞イメージングと解析ソリューションが、生物学や疾患の理解を加速させます。

- 細胞イメージングおよび解析 (P.26)
- セルカウンターおよびイメージサイトメトリー (P.27)

# サンプルの均質化

## 信頼性の高い均質化によるワークフローの効率化

Revvityのホモジナイザーは、ビーズミルやプローブ式など多様なタイプを提供し、効率的な均質化を実現します。さらに、Revvityのホモジナイザーは信頼性と耐久性に優れており、様々なスループットとサンプルタイプに対応する包括的なセレクションを提供しています。これにより、研究者は生物学的サンプルや製薬製剤の一貫した処理が可能となり、ワークフローの合理化と結果の信頼性向上を達成します。

## ビーズミルホモジナイザー

Omni Bead Ruptor ビーズミル ホモジナイザーは、機械的せん断力を活用して組織の均質化と細胞溶解を最大限に高める堅牢で信頼性の高い独自のテクノロジーに基づいて構築されています。さらに、熱生成を最小限に抑え、サンプルの分解を防止する機能を備えており、統合された安全蓋で安心して操作できます。



製品名	Omni Bead Ruptor Elite™	Omni Bead Ruptor 96+	Omni Bead Ruptor 12	Omni Bead Ruptor 4
主な用途	高性能で多用途、研究室の多様なニーズに対応	ハイスループットの卓上ホモジナイザー	効率的で費用対効果の高い設計	エントリーレベルの簡単ホモジナイザー
特長	<ul style="list-style-type: none"><li>最大48サンプルを同時に処理可能</li><li>0.5-50 mLのサンプル容器に対応</li><li>均質化効率の高い特許取得済みのチューブキャリッジを採用</li><li>使いやすいタッチスクリーン、プログラム設定が可能</li><li>(オプション) クライオ冷却ユニット: 液体窒素の使用を最小限に抑え、サンプルの完全性を維持</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>最大384サンプルを一度に処理可能</li><li>25 µL-50 mLのサンプル容器、96または384ウェルプレートに対応</li><li>液体窒素の使用を最小限に抑え、サンプルの完全性を維持</li><li>直感的な操作が可能なソフトウェアで、設定の変更やプログラムの保存が簡単</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>最大12サンプルを同時に処理可能</li><li>1.5-7 mLのサンプル容器に対応</li><li>均質化効率の高い特許取得済みのチューブキャリッジを採用</li><li>冷却期間なしで連続運転可能</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>最大4サンプルを同時に処理可能</li><li>1.5 -7 mLのサンプル容器に対応</li><li>小型で省スペース設計</li><li>DNA、RNA、タンパク質の抽出に最適</li><li>簡単に操作できるチューブホルダー</li><li>使い捨てチューブでクロスコンタミネーションを防止</li></ul>
本体サイズ	38.1 cm (W) x 43.2 cm (D) x 33.0 cm (H)	40.0 cm (W) x 47.1 cm (D) x 25.6 cm (H)	38.1 cm (W) x 43.2 cm (D) x 33.0 cm (H)	21.5 cm (W) x 25.4 cm (D) x 29.2 cm (H)
本体重量	29.0 kg	45.5 kg	29.0 kg	7.48 kg
本体電源	100 V, 16A, 50/60 Hz	120 V, 200W, 50/60 Hz	100-230 V, 4A, 50/60 Hz	100-230 V, 4A, 50/60 Hz
製品番号	19-042J	27-0003	19-050A	25-010
価格	¥1,851,000	¥1,635,000	¥1,227,000	¥468,000

オプション製品名	製品番号	価格
Omni Bead Ruptor Elite用 オプション製品:		
Bead Ruptor Elite Cryo Cooling Unit	19-8005	¥1,028,000
Bead Ruptor Elite 1.5 mL Microcentrifuge Tube Carriage	19-372	¥79,000
Bead Ruptor Elite 2 mL Tube Carriage	19-373	¥57,000
Bead Ruptor Elite 48 Position 2 mL Tube Carriage	19-378	¥365,000
Bead Ruptor Elite 7 mL Tube Carriage	19-374	¥215,000
Bead Ruptor Elite 15 mL Tube Carriage & Finger Plate	19-375	¥303,000
Bead Ruptor Elite 30 mL Tube Carriage & Finger Plate	19-376-HT	¥335,000
Bead Ruptor Elite 50 mL Tube Carriage	19-377	¥327,000
Omni Bead Ruptor 96+用 オプション製品:		
Milling Jars and O-Rings, 25 mL (2/pk)	27-004	¥387,000
Milling Jars and O-Rings, 50 mL (2/pk)	27-006	¥474,000
Milling Balls, 10 mm (10/pk)	27-203	¥32,000
Milling Balls, 25 mm (5/pk)	27-206	¥51,000
Microtube or Screw Cap Tube Holders (2/pk)	27-106	¥300,000
Bead Ruptor 96 Well Plate Adapters (2/pk)	27-101	¥221,000
Adapter for Micronic and FluidX Tubes (2/pk)	27-107	¥232,000
Adapter for Matrix Tubes (2/pk)	27-108	¥232,000
Tube Holders, 50 mL (2/pk)	27-1003	¥322,000

プローブ式ホモジナイザー

プローブ式ホモジナイザーは、高せん断処理により、硬いサンプルを迅速かつ効率的に均質化します。これらのホモジナイザーは、いずれも多様なサンプルタイプに対応し、手持ちまたはスタンドマウント構成で利用できます。



製品名	Omni GLH 850	Omni THQ Digital Tissue Homogenizer	Omni Tissue Homogenizer	Omni Tissue Master 125
主な用途	高出力850 Wモーターで幅広いサンプルタイプに対応できる高性能な汎用ホモジナイザー	中容量のサンプルタイプまでに対応したデジタル速度制御のホモジナイザー	中容量のサンプルタイプまでに対応したホモジナイザー	経済的なホモジナイザー
特長	<ul style="list-style-type: none"><li>5,000-25,000 rpmの範囲で設定可能</li><li>200 μL-5 Lのサンプル容量に対応</li><li>ステンレス、ハイブリッド、プラスチックプローブに対応</li><li>100 rpm単位で速度制御可能</li><li>デジタル制御システム</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>8,000-32,000 rpmの範囲で設定可能</li><li>200 μL-120 mLのサンプル容量に対応</li><li>ステンレス、ハイブリッド、プラスチックプローブに対応</li><li>デジタル速度表示で一貫した結果を提供</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>5,000-35,000 rpmの範囲で設定可能</li><li>200 μL-100 mLのサンプル容量に対応</li><li>ステンレス、ハイブリッド、プラスチックプローブに対応</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>5,000-35,000 rpmの範囲で設定可能</li><li>200 μL-30 mLのサンプル容量に対応</li><li>ステンレスプローブのみに対応</li><li>経済的な価格設定</li></ul>
本体サイズ	7.0 cm (W) x 21.6 cm (H)	5.6 cm (W) x 21.8 cm (H)	6.4 cm (W) x 22.9 cm (H)	13.9 cm (W) x 29.2 cm (H)
本体重量	1.6 kg	340.0 g	538.0 g	535.0 g
本体電源	120 V, 850W, 50/60 Hz	100-230 V, 40W, 50/60 Hz	120 V, 125W, 50/60 Hz	100-115 V, 125W, 50/60 Hz
製品情報	プローブは別売です。多様なプローブセレクションから、ご希望のプローブを検討の上、購入ください。			
製品番号	20-010	12-500	TH115	TM125-115
本体価格	¥324,000	¥708,000	¥159,000	¥148,000

オプション製品名	製品情報	製品番号	価格
Motor Stand Assembly for TH, GLH and THQ Homogenizers	Omni GLH 850, Omni THQ Digital Tissue Homogenizer, Omni Tissue Homogenizer用スタンド	S1000	¥61,000
Tissue Master Homogenizer Motor Stand Assembly	Tissue Master 125用スタンド	F22000	¥46,000

大容量用プローブ式ホモジナイザー

大容量向けのプローブ式ホモジナイザーで、強力なモーターと多様なプローブに対応しています。これにより、大容量サンプルの均質化、混合、乳化を効率的に行うことができます。



製品名	Omni Macro-ES Homogenizer	Omni Macro Homogenizer	Omni Mixer Homogenizer
主な用途	デジタル速度表示を備えた大容量向けのホモジナイザー	大容量向けのホモジナイザー	中容量のコンパクトなホモジナイザー
特長	<ul style="list-style-type: none"><li>サンプル容量: 250 μL-30 Lに対応</li><li>速度範囲: 500-20,000 rpm</li><li>対応プローブ: 10, 20, 30, 45, 55 mmのステンレス製プローブ</li><li>デジタル速度表示、プログラム機能、12プログラム保存可能</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>サンプル容量: 250 μL-30 Lに対応</li><li>速度範囲: 500-20,000 rpm</li><li>対応プローブ: 10, 20, 30, 45, 55 mmのステンレス製プローブ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>サンプル容量: 250 μL-10 Lに対応</li><li>速度範囲: 500-18,000 rpm</li><li>対応プローブ: 10, 20, 30 mmのステンレス製プローブ</li></ul>
本体サイズ	35.6cm (W) x 43.2 cm (D) x 78.7 cm(H)	25.0 cm (W) x 61.0 cm (H)	25.0 cm (W) x 61.0 cm (H)
本体重量	14.5 kg	9.5 kg	9.5 kg
本体電源	120 V, 1800 W, 50/60 Hz	120 V, 1800 W, 50/60 Hz	120 V, 600W, 50/60 Hz
製品情報	プローブは別売です。多様なプローブセレクションから、ご希望のプローブを検討の上、購入ください。		
製品番号	MES-115	17505	HMG17105
本体価格	¥1,134,000	¥801,000	¥539,000



超音波ホモジナイザー

超音波を利用して細胞破壊やサンプル均質化を行い、DNAやクロマチンの剪断、タンパク質抽出物の調製を迅速かつ正確に行うことができます。防音チャンバーや多様なプローブアクセサリーをご用意しており、研究者は特定のニーズに応じた最適なソリューションを選択でき、研究の効率と結果の信頼性を向上させます。さらに、コンパクトなデザインが特徴です。



製品名	OM500	OM100	OM50
主な用途	大容量の処理が可能で、工業用途や大量生産に最適	中程度の容量で、研究開発や中規模の生産向き	小容量で、実験室や少量の試料処理に最適
特長	<ul style="list-style-type: none"><li>サンプル容量：最大1 Lに対応</li><li>速度範囲：500-28,000 rpm</li><li>プログラム可能なタイマー機能：10時間、調整可能なパルスオン/オフ：1秒～1分</li><li>1.6, 3.2, 6.4, 13, 19, 25 mmのプローブに対応</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>サンプル容量：200 μL-50 mLのサンプル容量に対応</li><li>速度範囲：500-28,000 rpm</li><li>プログラム可能なタイマー機能：10時間、調整可能なパルスオン/オフ：1秒～1分</li><li>2, 3, 6 mmのプローブに対応</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>サンプル容量：200 μL-50 mLのサンプル容量に対応</li><li>速度範囲：500-28,000 rpm</li><li>タイマー機能：0～15分で調整可能</li><li>2, 3, 6 mmのプローブに対応</li></ul>
本体サイズ	20.3 cm (W) x 38.7 cm (D) x 21.6 cm (H)	20.3 cm (W) x 34.9 cm (D) x 14.6 cm (H)	20.0 cm (W) x 19.0 cm (D) x 14.6 cm (H)
本体重量	6.8 kg	3.2 kg	1.36 kg
本体電源	120 V, 500 W, 50/60 Hz	120 V, 100 W, 50/60 Hz	120 V, 50 W, 50/60 Hz
製品情報	プローブ、スタンドアセンブリ、アクセサリは別売りです。多様なセレクションから、ご希望のプローブを検討の上、購入ください。		
製品番号	29-060-450-120	29-060-050-12	29-060-050-120
本体価格	¥692,000	¥481,000	¥331,000

オプション製品名	製品情報	製品番号	価格
Sound Enclosure with Converter Holder for OM500 Sonicator	OM500用 防音エンクロージャー	060-22	¥150,000
Support Stand with Convertor Holder for OM500	OM500用 スタンド	060-20	¥61,000
Sound Enclosure with Converter Holder for OM50 and OM100	OM50/100 防音エンクロージャー	060-12	¥136,000
Support Stand with Converter Holder for OM50 and OM100	OM50/100 用 コンバーターホルダー付きスタンド	060-10	¥20,000

遠心分離器

サンプルの分離と濃縮を効率的に行い、細胞収集やDNA沈殿など多様なプロトコールを信頼性高く実施できます。堅牢な設計と多様なローターアクセサリーにより、様々なサンプルチューブやマイクロプレートに対応し、研究の効率と精度を向上させます。



製品名	CF-350	CF-260	CF-220
主な用途	大容量で高性能 - 大量の試料を効率的に処理し、工業用途に最適	最高の遠心力と高速回転 - 高速回転と強力な遠心力で、研究開発に最適	コンパクトで静音 - 小容量で静かな動作、ラボスケールの実験に最適
特長	<ul style="list-style-type: none"><li>最大回転速度：200-15,500 rpmの範囲で、10 rpmで設定可能</li><li>最大遠心力：21,630 rcf</li><li>対応容器：2, 5, 12, 15, 50 mLチューブ, Glass Hematocrit, PCR Strip, デイープウェルプレート</li><li>タイマー機能：10秒-99分、10秒刻み</li><li>消費電力：500W</li><li>ノイズレベル：≤ 66 dBA</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>最大回転速度：200-18,000 rpmの範囲で、10 rpmで設定可能</li><li>最大遠心力：31,150 rcf</li><li>対応容器：2, 5, 12, 15, 50 mLチューブ, Glass Hematocrit, PCR Strip, マイクロプレート</li><li>タイマー機能：10秒-99分、10秒刻み</li><li>消費電力：450W</li><li>ノイズレベル：≤ 66 dBA</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>最大回転速度：200-15,500 rpmの範囲で、10 rpmで設定可能</li><li>最大遠心力：23,1000 rcf</li><li>対応容器：2, 5, 12, 15, 50 mLチューブ, Glass Hematocrit, PCR Strip</li><li>タイマー機能：10秒-99分、10秒刻み</li><li>消費電力：450W</li><li>ノイズレベル：≤ 60 dBA</li></ul>
本体サイズ	40.5 cm (W) x 50.0 cm (D) x 32.5 cm (H)	36.0 cm (W) x 43.0 cm (D) x 28.8 cm (H)	28.0 cm (W) x 37.0 cm (D) x 22.6 cm (H)
本体重量	29 kg	22.5 kg	14.4 kg
本体電源	120 V, 500 W, 50/60 Hz	120 V, 450 W, 50/60 Hz	120 V, 450 W, 50/60 Hz
製品情報	ローターは別売です。多様なプローブセレクションから、ご希望のローターを検討の上、購入ください。		
製品番号	CF-350-120	CF-260-120	CF-220-120
本体価格	¥588,000	¥653,000	¥310,000

# 核酸抽出

## chemagicテクノロジーによる高品質な核酸抽出

Revvityのchemagic™テクノロジーは、特許取得済みM-PVA磁気ビーズと自動化技術を使用し、血液、血清、組織などから高品質のDNAおよびRNAを迅速かつ効率的に抽出します。柔軟なサンプル量とスループットに対応し、タッチパネルソフトウェアとUSBスロットを備えた装置は操作が簡単です。FDA 21 CFR Part 11準拠のセキュリティ機能を備えたソフトウェアにより、データの信頼性と安全性が確保されます。

### chemagic 360



#### 研究用途のハイスループット自動核酸抽出装置

バイオバンク、人類遺伝学、HLAタイピング、ウイルス・細菌検出などの幅広い研究分野に最適

- サンプル数は8-96で指定可能
- 柔軟なサンプル量（50 µL-18 mL）に対応
- 試薬ディスペンサー搭載で試薬も自動分注可能

本体サイズ:	80.0 cm (W) x 80.0 cm (D) x 90.0 cm (H)
本体重量:	140 kg
本体電源	100-240 V, 1700 VA, 50/60 Hz

製品名	製品情報	製品番号	価格
自動核酸抽出装置 chemagic 360	本体のみ、ヘッドは別売です。	2024-0020	¥9,166,000
オプション製品名			
chemagic 360 12 Rod Head + Dispenser	chemagic 360/Prime用ヘッド	CMG-371	¥2,839,000
chemagic 360 24 Rod Head + Dispenser	chemagic 360/Prime用ヘッド	CMG-376	¥2,839,000
chemagic 360 96 Rod Head + Dispenser	chemagic 360/Prime用ヘッド	CMG-370	¥2,839,000
chemagic 360 IQ/OQ + Installation		N0239033	¥450,000

### chemagic Prime 8



#### 高度な液体ハンドリング機能を備え、サンプルの処理を効率化

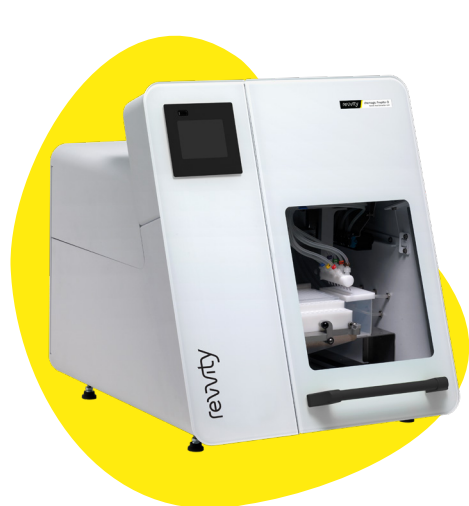
完全自動化ソリューションで、サンプル移送、DNAおよびRNAの分離、ノーマライゼーション（オプション）、PCRセットアップを提供

- 8チャンネルの自動分注機JANUSと核酸抽出装置chemagic 360の統合システム
- サンプル数は、12/24/96ロッドの選択により1~96で指定可能
- 柔軟なサンプル量（50 µL-18 mL）に対応
- 試薬ディスペンサー搭載で試薬も自動分注可
- 10-16 mm径のサンプルチューブのバーコード読取
- サンプルチューブから抽出容器へのサンプル分注に対応

本体サイズ:	228.5 cm (W) x 86.5 cm (D) x 194.0 cm (H)
本体重量:	620 kg
本体電源	220-240 V, 16A, 50/60 Hz

製品名	製品情報	製品番号	価格
自動核酸抽出装置 chemagic Prime 8	本体のみ、ヘッドは別売です。	2039-0020	¥61,234,000
オプション製品名			
chemagic 360 12 Rod Head + Dispenser	chemagic 360/Prime用ヘッド	CMG-371	¥2,839,000
chemagic 360 24 Rod Head + Dispenser	chemagic 360/Prime用ヘッド	CMG-376	¥2,839,000
chemagic 360 96 Rod Head + Dispenser	chemagic 360/Prime用ヘッド	CMG-370	¥2,839,000
chemagic Prime IQ/OQ + Installation		CMG-13005663	¥572,000

### chemagic Prepito



#### 低から中スループット核酸抽出装置

1日あたり100サンプル未満を処理するラボや、中程度のスループットのワークフローに最適

- サンプル数は1-12で指定可能
- 最大1 mLのサンプル容量に対応
- 試薬ディスペンサー搭載で試薬も自動分注可
- コンパクトなベンチトップ設計

本体サイズ:	52.0 cm (W) x 62.0 cm (D) x 55.0 cm (H)
本体重量:	45.0 kg
本体電源	100-240 V, 500 VA, 50/60 Hz

製品名	製品番号	価格
自動核酸抽出装置 chemagic Prepito	2022-0030	¥4,764,000



# 自動液体分注

カスタマイズ可能な液体分注ソリューションでラボの生産性向上

Rewityの自動分注機は、柔軟な自動サンプル調製ソリューションを提供します。特定のアプリケーションに特化した専用ワークステーションとカスタマイズされた自動ソリューションにより、処理能力、容量、ダイナミックボリュームレンジの柔軟性が向上します。これにより、研究者はエラーを最小限に抑え、作業時間を短縮し、スループットと再現性を向上させることができます。

## JANUS™ G3



### 幅広い研究分野に対応する柔軟な自動液体分注ワークステーション

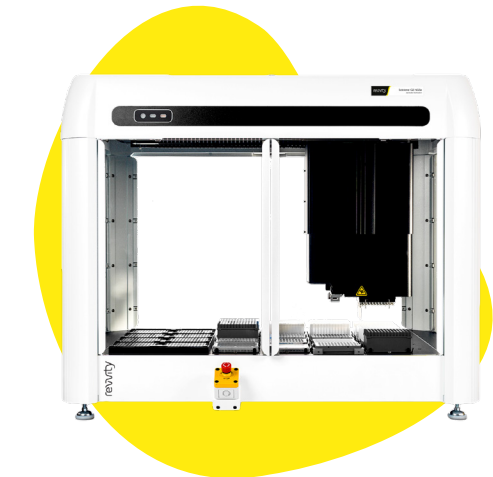
装置のサイズ、ピペッティングアームの技術、ラボウェアの移動オプション、その他多くのアクセサリーに基づいて構成でき、アプリケーションを完全に自動化します。

- モジュラー設計で柔軟な構成
- 8チャンネルVarispanアームと96/384マルチチャンネルMDTアーム
- 4種類のデッキサイズ選択可能
- プレートやチューブなど多様な容器に対応
- 濃度調整やヒットピッキング
- 1 µL以下の微量分注
- (オプション) 防塵エンクロージャー

本体サイズ:	78.8-178.0 cm (W) x 83.8-89.0 cm (D) x 86.4-117.0 cm (H)
本体重量:	95-329 kg
本体電源	100-120 V, 525VA, 50/60 Hz

製品名	製品情報/製品番号	価格
自動分注機JANUS G3	価格および製品番号は、構成により異なります。お問い合わせください。	¥12,736,900~

## Sciclone™ G3



### 創薬のための高度に柔軟な自動液体分注ワークステーション

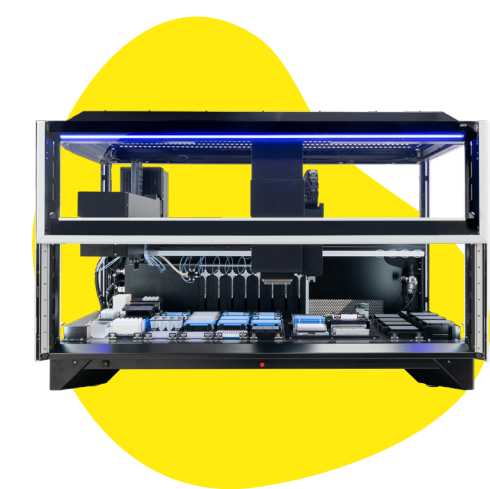
実績のある性能、オープンデッキ設計、統合しやすいアーキテクチャを備えます。

- ハイスループット向けのプレートベースのアッセイを得意とする
- 自由なチップ取り付けに対応
- オープンデッキ設計 (24デッキポジション)
- 96または384ウェルプレート対応
- 搬送用のグリッパーを標準装備
- (オプション) 防塵エンクロージャー

本体サイズ:	144.2 cm (W) x 76.3 cm (D) x 101.7 cm (H)
本体重量:	84 kg
本体電源	100-240 V, 10 A, 50/60 Hz

製品名	製品情報	製品番号	価格
自動分注機Sciclone G3	96チャンネル仕様の本体価格	CLS145635	¥24,222,000

## Fontus™



### 使いやすさと効率性を兼ね備えた自動液体分注ワークステーション

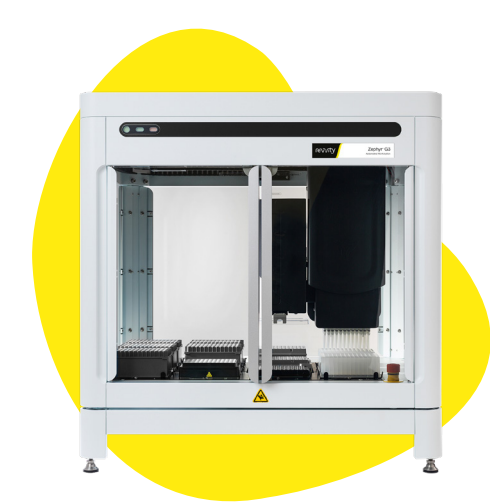
臨床研究や製薬分野での多様な液体ハンドリングを効率的に自動化

- ニーズに合わせてアームやシステムサイズを選択可能
- 8チャンネルVarispanアームと96/384マルチチャンネルMainArrayアームの組み合わせ
- 3種類のデッキサイズ選択可能
- プレートやチューブなど多様な容器に対応
- 濃度調整やヒットピッキング
- 1 µL以下の微量分注
- 防塵エンクロージャーは標準搭載
- 使いやすいソフトウェア/検証済みのプロトコル

本体サイズ:	171.1 cm (W) x 81.3-83.8 cm (D) x 83.8-109.2 cm (H)
本体重量:	66-227 kg
本体電源	100-240 V, 525VA, 50/60 Hz

製品名	製品情報	製品番号	価格
自動分注機Fontus	価格および製品番号は、構成により異なります。お問い合わせください。		¥14,436,900~
Fontus NGS LH 8-96	サーマルサイクラー搭載のNGSライブラリー調製システム	YFL8H02	¥48,395,000
Fontus Cytometry Cocktail Prep Workstation	抗体試薬およびカクテル試薬調製の自動処理		お問い合わせください

## Zephyr™ G3



### コンパクトな96/384チャンネルの自動液体分注ワークステーション

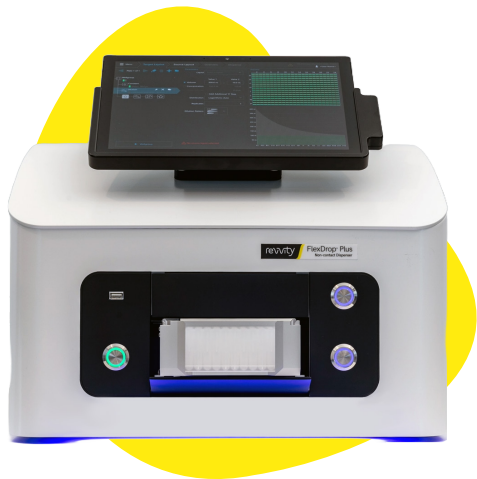
コンパクトながら、プレート搬送機能や柔軟な分注機能を備えており、複雑なアッセイにも対応可能な自動分注機

- プレートベースのアッセイを得意とする
- 自由なチップ取り付けに対応
- 標準化されたコンパクト設計な12デッキポジションから選択
- 96または384ウェルプレート対応
- 96または384マルチチャンネルいずれかを選択
- 搬送用のグリッパーを標準装備
- (オプション) 防塵エンクロージャー

本体サイズ:	74.9 cm (W) x 55.9 cm (D) x 64.8 cm (H)
本体重量:	84 kg
本体電源	100-240 V, 10 A, 50/60 Hz

製品名	製品番号	価格
Zephyr G3, HVH, Leg Lights	CLS145301	¥14,833,000
Zephyr G3, LVH, Leg Lights	CLS145302	¥15,105,000
Zephyr G3 NGS Workstation	CLS150362	¥20,004,000

FlexDrop™ Plus



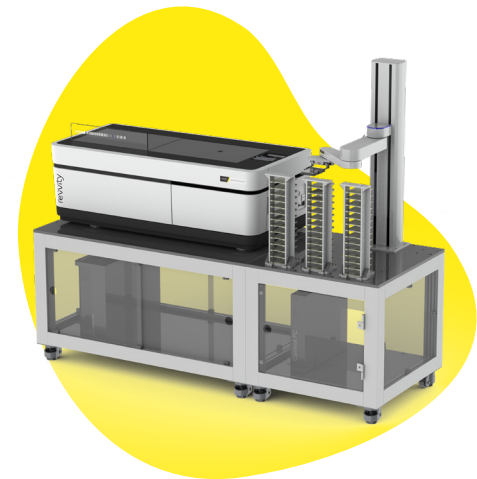
非接触型分注でコンタミネーション防止

- 圧力を介して最小8 nLから分注し、非接触型分注でクロスコンタミネーション防止
- 専用の96ウェルソースプレート
- 1536ウェルまでのプレートに対応可能
- 8チャンネルの加圧式分注モジュールで384ウェルプレートに10 nLを20秒で分注可能
- 低デッドボリューム (1 µL未満)で試薬を節約
- 液滴検知機能による正確な分注
- 多様なリキッドクラスに対応（水溶液、DMSO、グリセロール等）

本体サイズ:	57.5 cm (W) x 47.1 cm (D) x 43.3 cm (H)
本体重量:	45 kg
本体電源	100-240 V, 120 W, 50/60 Hz

製品名	製品番号	価格
非接触ディスペンサーFlexDrop Plus	CLS159493	¥23,155,000

OperaPhenix Plus/Operetta CLS自動化パッケージ



ロボットハンドラーを既存の実験台に増設し、OperaPhenix Plus/Operetta CLSの測定を自動化

- ロボットハンドラーで測定を自動化
- 21段プレートラック3本 (最大63枚のプレート) で高い収納力、省スペース設計
- 1次元バーコードリーダー
- 制御用スケジューラーソフトウェアとPC

本体サイズ:	180.0 cm (W) x 80.0 cm (D) x NA (H)
--------	-------------------------------------

製品名	製品番号	価格
Standalone fixed cell imaging for Operetta CLS or Opera Phenix Plus high-content screening system	HH20200010	¥15,288,000
インストール費用	HH20110069	¥514,800

BioQule™ NGS System



フルオートメーションで核酸抽出からNGSライブラリー調製までを自動化

- 全自動で8サンプルのライブラリー調製から定量を実施
- Hand-on-timeを80%軽減
- Revvity, Illumina®, Watchmaker® Genomicsなどの様々なアプリケーションに対応
- コンパクト設計で卓上サイズ

本体サイズ:	69.0 cm x 29.0 cm x 42.0 cm
本体重量:	25 kg
本体電源	100-240 VAC (±10%), 50/60 Hz

製品名	製品情報	製品番号	価格
BioQule NGS System	制御PCを含む	CLS155700J	¥8,354,300

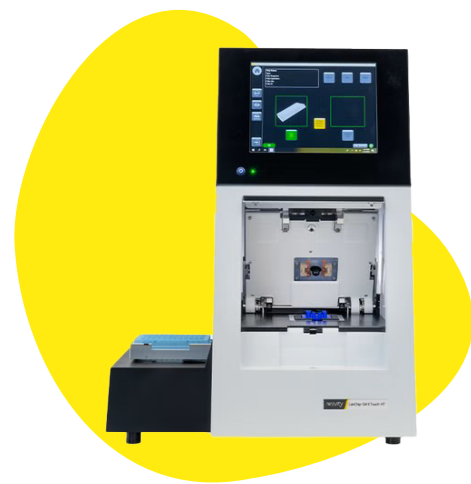


# マイクロ流体解析

## Revvityのマイクロ流体キャピラリー電気泳動 (micro-CE) 技術による自動解析

Revvity の自動化されたマイクロ流体キャピラリー電気泳動技術により、ゲノム分析とタンパク質特性評価が簡素化され、迅速かつ堅牢な分析が可能になります。ゲノムおよびタンパク質サンプルを数秒で分離、識別、解析し、エレクトロフェログラム、仮想ゲル、または表形式のレポートとしてデータを視覚化できます。

## 自動電気泳動装置 LabChip GX Touchシステム



### 高速かつ簡便なDNA/RNA定量・サイジング

低いスループットの研究室での一般的な核酸解析から、大規模な研究プロジェクト、ワクチン開発者向けの核酸原料スクリーニングに対応

- 希少サンプルや低濃度サンプルの正確な定量
- 最速30秒のサンプル処理
- 1度のチップ調整で最大384サンプル (GX Touch HT) または48サンプル (GX Touch 24)
- データ可視化オプション（エレクトロフェログラム、バーチャルゲル、表形式レポート）
- NGSライブラリーの品質管理
- (オプション) FDA 21 CFR Part 11対応

本体サイズ:	51.0 cm (W) x 49.0 cm (D) x 69.0 cm (H)
本体重量:	25.5 kg
本体電源	100-240 V, 300VA, 50/60 Hz

製品名	製品情報	製品番号	価格
LabChip GX Touch HTシステム	解析ソフト、マウス、キーボードを含む	CLS137031	¥9,650,300
LabChip GX Touch 24システム	解析ソフト、マウス、キーボードを含む	CLS138162	¥7,442,300

## 自動電気泳動装置 LabChip GXII Touch HTシステム



### ハイスループットで高精度なタンパク質および核酸の特性評価

モノクローナル抗体や二重特異性抗体を含むタンパク質サンプルの再現性のある定量、分子量測定、品質管理の包括的なソリューション

- タンパク質および核酸の正確なサイズ測定
- 最小限の試料投入量で高品質データ提供
- 最速42秒のサンプル処理
- 96ウェルまたは384ウェルプレートでサンプル調製・測定
- データ可視化オプション（エレクトロフェログラム、バーチャルゲル、表形式レポート）
- NGSライブラリー、タンパク質、N型糖鎖、pI、AAVの評価
- (オプション) FDA 21 CFR Part 11対応

本体サイズ:	51.0 cm (W) x 49.0 cm (D) x 69.0 cm (H)
本体重量:	25.5 kg
本体電源	100-240 V, 300VA, 50/60 Hz

製品名	製品情報	製品番号	価格
LabChip GXII Touch HTシステム	解析ソフト、マウス、キーボードを含む	CLS138160	¥21,077,300

# マイクロプレートリーダー

## 研究室を進化させる多機能なプレートリーダー

Revvityのマイクロプレートリーダーは、タンパク質や核酸分析および定量のための最新の検出技術とマルチモード機能を備えています。吸光度、蛍光強度、発光強度など多様なアッセイに対応し、高感度でスピーディーな測定が可能です。21 CFR Part 11準拠のセキュリティ機能を備えたソフトウェアは、データの信頼性と安全性を確保します。

アッセイの種類や分析ニーズに応じて、最適なモデルを表からお選びいただけます。

テクノロジー		EnVision Nexus	EnVision Xcite	Nivo	ARVO Kira
吸光度 (Absorbance)		○ フィルター	○ フィルター モノクロメーター*	○ フィルター スペクトロメーター*	○ モノクロメーター
蛍光強度 (Fluorescence)		○ フィルター	○ フィルター モノクロメーター*	○ フィルター	○ モノクロメーター
発光	Luminescence	○	○	○	○
	Enhanced Luminescence	○			
	Ultrasensitive Luminescence	○*	○*		
蛍光偏光 (FP)		○	○	○*	
時間分解蛍光 (TRF)	ランプ光源	○	○	○*	
	レーザー光源	○*	○*		
Alpha測定	Std. Alpha	○*	○*	○*	
	HTS Alpha	○*	○*		

\* オプション機能

EnVision™ Nexus™ マルチモードマイクロプレートリーダー



スピードと感度で研究室を革新

最新のテクノロジーを搭載し、HTSなどの多検体サンプル測定が必須の研究機関や製薬企業様向け

- 吸光度、蛍光強度 (FRET を含む)、発光 (BRET を含む)、時間分解蛍光 (TRF、TR-FRET)、蛍光偏光
- 簡単に取付け、取外し可能なフィルターモジュールとアパーチャー
- 二波長同時検出で、高感度/高速測定が可能 (TR-FRET、蛍光偏光、BRETなど)
- 使いやすいKaleidoソフトウェア搭載
- (オプション) Enhanced Alpha、HTS Alphaモジュール、TRF レーザー、超高感度発光

本体サイズ:	44.6 cm (W) x 57.6 cm (D) x 48..5 cm (H)
本体重量:	90 kg
本体電源	100-240 V AC、50/60 Hz

製品名	製品情報	製品番号	価格
EnVision Nexus 2detector base instrument	本体、モニターPC、モニター等含む	HH36000002	¥17,188,000
オプション製品名			
Enhanced Alpha module	Alpha測定モジュール	HH36000220	¥3,316,000
US-Alpha module incl. US-LUM	HTS Alphaおよび高感度発光モジュール	HH36000210	¥8,600,000
TRF laser module	時間分解蛍光用レーザー光源	HH36000230	¥4,766,000
Ultra-sensitive luminescence module	超高感度発光モジュール	HH36000200	¥2,590,000
Stacker	プレートカセットは別売	HH36000250	¥3,419,000

EnVision XCite マルチモードマイクロプレートリーダー



柔軟性と感度の融合で研究室を進化

- 吸光度、蛍光強度、時間分解蛍光、蛍光偏光、発光測定が可能
- 様々なオプションがアップグレード可能
- (オプション) 2ch仕様ディスペンサー：独立制御型で効率的な液体分注
- (オプション) Alphaアッセイ対応、 TR-FRET用のレーザー光源、プレートスタッカー、モノクロメーター

本体サイズ:	44.6 cm (W) x 57.6 cm (D) x 48.5 cm (H)
本体重量:	90.0 kg
本体電源	100-240V AC、50/60Hz

製品名	製品情報	製品番号	価格
2105 EnVision XCite マルチラベルリーダー	本体、モニターPC、モニター等含む	2105-0020	¥11,552,000
オプション製品名			
蛍光 / 吸光度用 モノクロメーター モジュール		2105-0080	¥4,890,000
スタンダード Alpha 680 モジュール		2105-0060	¥2,176,000
EnVision ディスペンサー	2chディスペンサー	2105-0110	¥2,394,000

Nivo™ マルチモードマイクロプレートリーダー



業界最小のフットプリントに、あらゆる測定モードを搭載

低スループットの日常的なアッセイやアッセイ開発作業を行うライフサイエンス研究室向け

- 吸光度 (フィルターまたはスペクトロメーター)、蛍光強度、発光
- プレート上下方向からの測定が可能 (Alphaは上方のみ)
- 32 枚のフィルター搭載可能で異なる波長に対応
- ライブセルアッセイ用オプション：温度およびガスコントロール
- (オプション) 時間分解蛍光、蛍光偏光、Alpha

本体サイズ:	20.0 cm (W) x 50.0 cm (D) x 26.5 cm (H)
本体重量:	13.0 kg
本体電源	100-240 V、10 A、50/60 Hz

製品名	製品情報	製品番号	価格
Nivo F	フィルター吸光度、発光、蛍光強度、ノートPCは別売	HH35000300	¥4,600,000
Nivo S	スペクトロメーター吸光度、発光、蛍光強度、ノートPCは別売	HH35000310	¥5,700,000
Nivo Alpha F	フィルター吸光度、発光、蛍光強度、Alpha、ノートPCは別売	HH35000400	¥6,900,000
Nivo Alpha S	スペクトロメーター吸光度、発光、蛍光強度、Alpha、ノートPCは別売	HH35000410	¥8,000,000
オプション製品名			
ディスペンサー	2ch仕様	HH35000700	¥1,865,000
スタッカー	20枚プレートカセット	HH35000800	¥3,420,000
エンハンスドセキュリティソフトウェア	FDA 21 CFR Part 11対応ソフトウェア	HH35000730	¥1,400,000

ARVO Kira™ マルチモードマイクロプレートリーダー



高感度と多様性で研究をサポート

低から中スループットの高感度な測定を必要とする研究や多様なアプリケーションを扱うラボに

- 吸光度、蛍光、発光測定
- 四重モノクロメーターで迷光を大幅に低減し、高精度データを取得
- フィルター交換不要で波長選択が容易
- 新しい蛍光色素の特性評価、およびスペクトルシフトの分析が可能
- 直感的に操作できるソフトウェア
- 温度コントロール機能およびプレート攪拌機能標準搭載

本体サイズ:	33.0 cm (W) x 55.0 cm (D) x 50.0 cm (H)
本体重量:	45.0 kg
本体電源	100-230 V、50/60 Hz

製品名	製品情報	製品番号	価格
ARVO Kira	モノクロメーター (吸光度、蛍光)、発光 ノートPCは別売	IN10000000	¥4,600,000



# 放射線測定ソリューション

## 精密な測定とモニタリングのための信頼性

Revvityは60年以上に渡り、放射線検出機器のリーディングサプライヤーです。ガンマ線計数法、ベータ線計数法、液体シンチレーション法、放射線分析法、放射能検査法などの精密測定用に設計された多用途放射線検出装置を提供しています。また、超低レベルの環境モニタリングや検査にもクラス最高の製品を提供しています。

## 液体シンチレーションカウンター

幅広く柔軟なオプションを備えた Revvityの液体シンチレーションカウンターは、基礎研究から高度な低レベル環境分析までの、あらゆる用途に最適です。これらのカウンターは、TR-LSC技術により高感度で低バックグラウンドのカウントを実現し、QuantaSmart™ソフトウェアによってマルチタスクとネットワーキングが可能です。

## Quantulus™ GCT液体シンチレーションカウンター



### 超低レベル測定のための液体シンチレーションカウンター

人工放射性核種、宇宙線生成放射性核種、その他の天然放射性核種の測定に適した卓越した性能

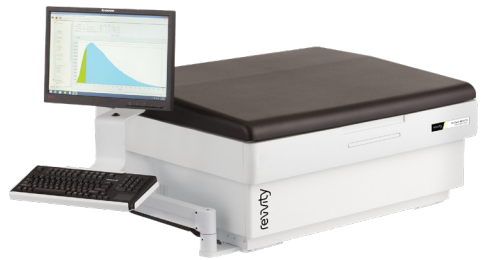
- 酸化ビスマスゲルマニウム（BGO）とガードコンペンセーションテクノロジー(GCT)で、バックグラウンド識別を強化し、最高レベルのE2/B値を実現
- QuantaSmart ソフトウェア：堅牢なマルチタスク、容易なネットワーク環境、安全なマルチユーザー環境における無制限のアッセイ
- 双方向サンプルコンベア：最大 408 本（20 mL バイアル）または 720 本（4 または 7 mL バイアル）を収容

本体サイズ:	103.0 cm (W) x 112.0 cm (D) x 47.0 cm (H)
本体重量:	238 kg
本体電源	100-240 V, 800 VA, 50/60 Hz

製品名	製品情報	製品番号	価格
Quantulus GCT 6220 システム	冷却ユニット含む	A6220-J	¥30,068,900
オプション製品名			
専用架台		5086347	¥353,000
FDA 21 CFR Part 11 適合セキュリティオプション		7005441	¥2,072,000

## Tri-Carb 液体シンチレーションカウンター

多くの研究報告で使用されている液体シンチレーションカウンターである Tri-Carb™ は、少量のアルファおよびベータ線の検出のための多用途で高感度な装置です。



3 機種の外観は共通です。

	Tri-Carb 5110TR	Tri-Carb 4910TR	Tri-Carb 4810TR
主な用途	超低レベルカウントを正確に検出するプレミアムモデル	多用途ラボ向けの高性能・柔軟性を提供	基礎研究とCPM/ダイレクトDPMアプリケーションに最適
特長	<ul style="list-style-type: none"><li>Tri-Carb 4910TRの標準機能をすべて搭載</li><li>ルミネッセンス補正</li><li>エンハンスド IPA (機器性能評価)</li><li>アルファ線/ベータ線の分別機能</li><li>ULLCM (極低レベルカウントモード)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tri-Carb 4810TRの標準機能をすべて搭載</li><li>単一/二重標識 DPM</li><li>リプレイ再解析機能</li><li>Varisette™ サンプルカセット</li><li>(オプション) ルミ ネッセンス補正</li><li>(オプション) エンハンスド IPA (機器性能評価)</li><li>(オプション) アルファ線/ベータ線分別機能</li><li>(オプション) 高感度カウントモード</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>双方向サンプルコンベア</li><li>ダイレクト DPM</li><li>(オプション) 単一/二重標識 DPM: クエンチ補正曲線を使用</li><li>(オプション) ルミネッセンス補正</li><li>(オプション) リプレイ再解析機能</li><li>(オプション) Varisette サンプルカセット: バイアルサイズの混合が可能</li></ul>
本体サイズ	103.0 cm (W) x 81.0 cm (D) x 47.0 cm (H)		
本体重量	217 kg		
本体電源	100-240 V, 50/60 Hz		
製品名	Tri-Carb 5110TR 110V	Tri-Carb 4910TR 110V	Tri-Carb 4810TR 110V
製品情報	本体のみ、別売の電源ケーブルが必要	本体のみ、別売の電源ケーブルが必要	本体のみ、別売の電源ケーブル、1つのオプションパッケージの選択が必要
製品番号	A511000	A491000	A481000
本体価格	¥19,114,000~	¥12,643,000~	¥7,245,000~

オプション製品名	製品情報	製品番号	価格
専用架台		5086347	¥353,000
冷却ユニット	検出器を冷却し、バックグラウンドを低減 (Tri-Carb 4810TR は搭載不可)	7601469	¥1,244,000
FDA 21 CFR Part 11 適合セキュリティ	Tri-Carb 4810TR は搭載不可	7005441	¥2,072,000
Tri-Carb 4810TR 用 オプションパッケージ (最低 1 つの選択が必要):			
4810TR Basic Plus	リプレイ再解析機能、Varisette サンプルカセット	7005442	¥1,808,000
4810TR S-D Labeled DPM	単一/二重標識 DPM、Varisette サンプルカセット、ルミネッセンス補正	7005451	¥2,945,000
Tri-Carb 4910TR 用オプションパッケージ (任意):			
4910TR LUM HSCM	ルミネッセンス補正、高感度カウントモード	7005452	¥1,590,000
IPA-LDC PKG	ルミネッセンス補正、エンハンスド IPA	7005453	¥1,380,000
High Sensitivity PKG	ルミネッセンス補正、高感度カウントモード、エンハンスド IPA	7005454	¥2,831,000
ALPHA BETA SEPARATION PKG	ルミネッセンス補正、高感度カウントモード、エンハンスド IPA、アルファ線/ベータ線分別機能	7005455	¥4,081,000

ガンマカウンター

RewvityのWizard<sup>2</sup>™ ガンマカウンターシリーズは、高感度で信頼性の高いガンマ放射線検出のために設計されています。各モデルは特定のニーズに応じた特長を持ち、様々なユーザーの要求に応えるための多様な機能を備えています。



550サンプル容量仕様 (外観は共通)



1000サンプル容量仕様 (外観は共通)

	Wizard <sup>2</sup> 10-Detector Gamma Counter	Wizard <sup>2</sup> 5-Detector Gamma Counter	Wizard <sup>2</sup> 2-Detector Gamma Counter	Wizard <sup>2</sup> 1-Detector Gamma Counter	2480 WIZARD <sup>2</sup> Gamma Counter
主な用途	大容量と高スループットの多検出器モデル	中容量と高効率の多検出器モデル	コンパクトで柔軟な用途に対応するデュアル検出器モデル	基礎研究やルーチンカウントに最適なシングル検出器モデル	高エネルギー核種に対応の高性能モデル
特長	<ul style="list-style-type: none"><li>550または1000サンプル容量</li><li>10検出器</li><li>Nal(Tl) 検出器を使用</li><li>45核種のライブラリ</li><li>サンプル非接触型搬送機構</li><li>(オプション) 21 CFR Part 11準拠</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>550または1000サンプル容量</li><li>5検出器</li><li>Nal(Tl) 検出器を使用</li><li>45核種のライブラリ</li><li>サンプル非接触型搬送機構</li><li>(オプション) 21 CFR Part 11準拠</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>550サンプル容量</li><li>2検出器</li><li>Nal(Tl) 検出器を使用</li><li>45核種のライブラリ</li><li>サンプル非接触型搬送機構</li><li>(オプション) 21 CFR Part 11準拠</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>550サンプル容量</li><li>1検出器</li><li>Nal(Tl) 検出器を使用</li><li>45核種のライブラリ</li><li>サンプル非接触型搬送機構</li><li>(オプション) 21 CFR Part 11準拠</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1000サンプル容量</li><li>3.0インチNal(Tl)検出器を使用し、15-2000 keVのエネルギー範囲をカバー</li><li>強化された鉛シールドによる安定した低バックグラウンド</li><li>51核種のライブラリ</li><li>(オプション) 21 CFR Part 11準拠</li></ul>
本体サイズ	550 サンプルモデル: 65.0 cm (W) x 77.0 cm (D) x 72.9 cm (H) 1000 サンプルモデル: 119.0 cm (W) x 65.0 cm (D) x 72.9 cm (H)		65.0 cm (W) x 77.0 cm (D) x 72.9 cm (H)		119.0 cm (W) x 65.0 cm (D) x 72.9 cm (H)
本体重量	150 - 165 kg		150 - 165 kg		約 325 kg
本体電源	100-240 V, 50/60 Hz		100-240 V, 50/60 Hz		100-240 V, 50/60 Hz
製品名	2470 Wizard <sup>2</sup> 550 サンプル 10 検出器 システム (RUO)	2470 Wizard <sup>2</sup> 550 サンプル 5 検出器 システム (RUO)	2470 Wizard <sup>2</sup> 550 サンプル 2検出器 システム (RUO)	2470 Wizard <sup>2</sup> 550 サンプル 1 検出器 システム (RUO)	2480 Wizard <sup>2</sup> システム (RUO)
製品情報	PSEマーク付き電源ケーブル、プリンタ付				
製品番号	2470-8100J	2470-8050J	2470-8020J	2470-8010J	2480-8010J
価格	¥15,800,000~	¥13,010,000~	¥10,930,000	¥9,280,000	¥11,970,000

＊ 1000サンプル容量の価格、製品情報はお問い合わせください。

オプション製品名	製品情報	製品番号	価格
Enhanced Security Option for 21 CFR Part 11	21 CFR Part 11対応ソフトウェアオプション	2470-3010	¥2,180,000
Wizard <sup>2</sup> Data viewer	測定データおよびスペクトルデータ閲覧用のユーティリティアプリケーション。2480 Wizard <sup>2</sup> には標準付属。	7005469	¥800,000
MyAssays Desktop Pro for WIZARD <sup>2</sup>	カーブフィッティング等のデータ解析ソフトウェア	7005463	¥2,280,000
MyAssays Desktop Pro ES for WIZARD <sup>2</sup>	カーブフィッティング等のデータ解析ソフトウェア、21 CFR Part 11 対応	7005464	¥4,770,000

価格は希望小売価格 (税抜) です。価格は予告なく変更する場合があります。すべての仕様/オプションを掲載しておりません。詳しくはお問い合わせください。

その他の放射線測定機器

MicroBeta<sup>2</sup>™ RI・ルミネッセンス測定用マイクロプレートカウンター



放射線およびルミネッセンス検出用のマイクロプレートカウンター

薬物スクリーニング、細胞毒性試験、受容体結合アッセイなどの研究向け

- 高感度検出: GPCR、キナーゼ、レポータージーンアッセイに対応
- 多検出器オプション: 1、2、6、12検出器の構成
- 多用途対応: ベータおよびガンマ同位体の検出
- TR-LSC技術: 改善されたカウント性能
- 柔軟なプレート対応: 24、96、384ウェルフォーマット
- フィルターベースの受容体結合アッセイ、細胞増殖アッセイ

本体サイズ:	43.3 cm (W) x 64.5 cm (D) x 60.9 cm (H)
本体重量:	85 kg
本体電源	100, 115, 120, 240 V, 50/60Hz

製品名	製品情報	製品番号	価格
MicroBeta2 -1 検出器・16plate システム	24/96 well フォーマット、Installation kit付	2450-0010J	¥10,160,500
MicroBeta2 -2 検出器・16plate システム	24/96 well フォーマット、Installation kit付	2450-0020J	¥15,340,500
MicroBeta2 -6 検出器・16plate システム	96/384 well フォーマット、Installation kit付	2450-0060J	¥24,660,500
MicroBeta2 -12 検出器・16plate システム	96/384 well フォーマット、Installation kit付	2450-0120J	¥39,370,500

FilterMate™ ユニバーサルハーベスター



マイクロプレートからのサンプルの迅速かつ簡単な同時採取

トリチウムチミジン取り込み細胞増殖アッセイなどのアプリケーションを効率化

- 96ウェルフォーマットのディープ/シャローウェルプレートを使用可能
- ホット廃液ラインとコールド廃液ラインを分離し、放射性廃棄物を最小限に抑制
- MicroBeta® またはTopCount® でのカウントに対応するUniFilter®用モデル
- Tri-Carb® や WIZARD® などの液体シンチレーション／ガンマカウンターで測定するための OmniFilter およびカスタムフィルター用モデル
- MicroBeta® 専用の Filtermat 用モデル

本体サイズ:	80.0 cm (W) x 71.0 cm (D) x 71.0 cm (H)
本体重量:	16 kg
本体電源	本体電源は不要。真空ポンプには必要です。

製品名	製品情報	製品番号	価格
UniFilter-96 ハーベスター システム		C961961J	¥4,657,000
UniFilter-96ハーベスター (ステンレス製) システム	ステンレススチールのヘッド	C961962J	¥5,987,000
OmniFilter-96 ハーベスター システム		C961960J	¥4,657,000
FilterMat-96 ハーベスター システム		D961962J	¥4,657,000



モデル A307 サンプルオキシダイザー



液体シンチレーション計測用サンプル自動調整・燃焼システム

- 効果的で正確なサンプル燃焼を実現し、最大60サンプル/時間の処理能力
- 同位体分離: デュアルラベル実験で100%の放射性同位体分離
- 土壌サンプルの燃焼: 優れた回収率を提供
- 簡単なメンテナンス
- 最新の酸化剤化学薬品とバイアルを使用

本体サイズ:	103.0 cm (W) x 81.0 cm (D) x 47.0 cm (H)
本体重量:	100 kg
本体電源	100-122V AC, 50/60Hz

製品名	製品情報	製品番号	価格
307 型サンプルオキシダイザー	電源ケーブル、トランス付	A030700J	¥18,676,300

Carterra  
ハイスループットSPRテクノロジー

生体分子のスクリーニングと特性解析に改革をもたらすディスカバリーツール

Carterra® LSAは、独自のマイクロフルイディクス技術と、ハイスループットの表面プラズモン共鳴（SPR）検出を組み合わせた、ハイスループットのタンパク質特性評価プラットフォームです。従来のシステムの10%の時間と1%のサンプル消費量により、消耗品コストを削減しながら最大100倍のデータを提供します。



	Carterra Ultra Platform	Carterra LSA <sup>XT</sup> Platform	Carterra LSA Platform
主な用途	フラグメントおよび低分子のスクリーニングに対応した最も高感度のモデル	中分子サイズを中心とした分子間相互作用に適した探索アプリケーション向けモデル	高精度かつハイスループットの分子間相互作用解析のためのベーシックモデル
特長	<ul style="list-style-type: none"><li>100Daまでの低分子量の分子をターゲットとして分子間相互作用解析が可能</li><li>LSA、LSA<sup>XT</sup>で実施可能なほとんどの解析が実施可能</li><li>最大762のフラグメント・低分子の結合解析または最大1152のモノクローナル抗体の特性評価</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>500Daまでの中分子までの分子間相互作用の解析が可能</li><li>LSAで可能なアプリケーションはすべて実施可能</li><li>キナーゼ阻害剤の解析、標的タンパク質分解誘導 (TPD)、モレキュラーグルーなどのアプリケーションに有効</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>抗体などのタンパク質、1kDaまでの分子の相互作用解析が可能</li><li>培養上清からの抗体のスクリーニング、結合阻害アッセイなどのアプリケーションに最適</li><li>最大384x384のモノクローナル抗体の組み合わせによるエピトープマッピングで抗体集団を評価</li></ul>
本体サイズ	147.3cm(W) x 83.3cm(D) x 88.9cm(H)	147.3cm(W) x 83.3cm(D) x 88.9cm(H)	147.3cm(W) x 83.3cm(D) x 88.9cm(H)
本体重量	340.0 kg	340.0 kg	340.0 kg
本体電源	110-220V AC20A	110-220V AC20A	110-220V AC20A
製品名	Carterra Ultra Platform	Carterra LSA <sup>XT</sup> Platform	Carterra LSA Platform
製品情報	本体用架台、解析用PC、解析ソフトを含む	本体用架台、解析用PC、解析ソフトを含む	本体用架台、解析用PC、解析ソフトを含む
製品番号	CAT9500	CAT9066	CAT9019
価格	¥162,000,000	¥145,000,000	¥100,000,000

オプション製品名	製品情報	製品番号	価格
XT upgrade kit	LSA PlatformをLSA <sup>XT</sup> 仕様にアップグレード	CAT40278	¥54,000,000
Carterra LSA Platform Reagent	実験を開始するために必要な試薬一式	CAT9020	¥670,000

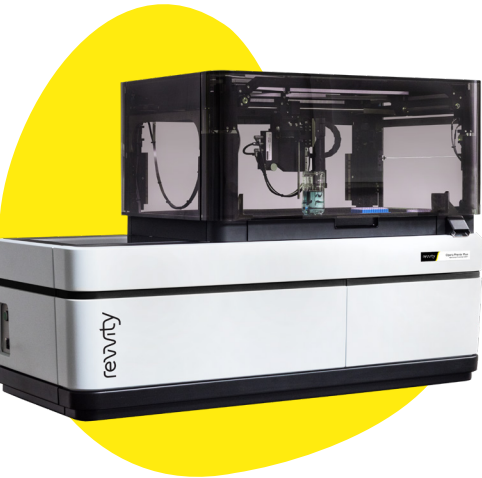
株式会社レビティジャパンは、Carterra 製品の正規販売代理店です。

# ハイコンテントイメージングシステム

革新的なイメージング技術で未来を描く

Revvityのハイコンテントイメージングは、ハイスループットの自動撮像とディープラーニングも利用できる画像解析を組み合わせたシステムです。シングルセルレベルでのマルチパラメトリックデータが取得できるため、観察者のバイアスが排除された、細胞機能や表現型の多面的な評価ができます。使いやすさで定評のあるHarmonyソフトウェアにより、高度な3Dイメージングや高速撮像も、複雑な画像解析も容易に実行できるため、比較できる生物学的データをこれまでになく速さでもたらしめます。

## Opera Phenix™ Plus



### 速度と感度を極めたハイスループット共焦点ハイコンテントイメージングシステム

表現型解析、毒性評価、カインेटクス、創薬スクリーニング等を世界標準機で実現

- sCMOSマルチカメラと高開口数の水浸対物レンズで高解像度画像を取得
- 定評あるHarmony™ ソフトウェアによる直感的な撮像と画像解析
- ディープラーニングによる明視野画像からの核・細胞認識を実現
- 特許取得済み Synchrony™ Optics により蛍光のクロストークを大幅に抑制
- リキッドハンドリングで、薬剤を滴下しながらのカインेटクスイメージングに対応（最速105 fps）

本体サイズ:	134.0 cm (W) x 65.0 cm (D) x 45.0 cm (H)
本体重量:	230kg
本体電源	100-240 V, 1500VA, 50/60 Hz

製品名	製品情報	製品番号	価格
Opera Phenix Plus/ハイコンテントスクリーニングシステム	共焦点、明視野、水浸対物レンズ、レーザー励起、マルチカメラ、環境コントロール、リキッドハンドリング	HH14001000	価格は、システム構成により異なります。お問い合わせください。

## Operetta CLS™



### ミディアムスループットのマイクロプレート・イメージング装置

シンプルな細胞表現型解析から、毒性評価、小規模な創薬スクリーニングまで、細胞イメージングを効率化

- sCMOSマルチカメラと高開口数の水浸対物レンズで高解像度画像を取得
- 定評あるHarmony™ソフトウェアによる直感的な撮像と画像解析
- ディープラーニングによる明視野画像からの核・細胞認識を実現
- 最大8波長の励起により蛍光色素の選択肢が豊富
- 最速105 fps の撮像スピードで、カルシウムイメージングや心筋拍動も記録可能

本体サイズ:	94.0 cm (W) x 65.0 cm (D) x 45.0 cm (H)
本体重量:	100kg
本体電源	100-240 V, 300VA, 50/60 Hz

製品名	製品情報	製品番号	価格
Operetta CLSハイコンテントアナリシスシステム	共焦点、明視野、水浸対物レンズ、LED励起、環境コントロール	HH16000020	価格は、システム構成により異なります。お問い合わせください。

# イメージサイトメトリー

細胞イメージングアッセイを手早く効率的に

イメージサイトメトリーは、細胞数のカウント、生存率や細胞健全性の評価、免疫フェノタイプ解析などの細胞ベースのアッセイを高速かつ効率的に行う細胞イメージングシステムです。

## 蛍光・明視野セルカウンター

蛍光・明視野セルカウンターを使うと、搭載された明視野、または2色の蛍光光学モジュールを使い、正確なセルカウントや生存率の測定を自動で行えます。



	Cellometer™ K2	Cellometer X2	Cellometer Auto T4
主な用途	正確なセルカウントを求めるすべての研究者に適したシステム	醸造酵母や血小板などの小さい細胞のカウントに最適	明視野でのセルカウント、凝集した細胞にも対応
特長	<ul style="list-style-type: none"><li>• 蛍光2色または明視野でのカウントに対応</li><li>• 培養細胞から、初代細胞、幹細胞、脾細胞、腫瘍サスペンションなど幅広い細胞種のセルカウントに最適</li><li>• 必要な細胞サンプル量はわずか20 µL</li><li>• 細胞数、濃度、直径、細胞生存率を30秒以内に計算</li><li>• 21 CFR Part 11対応: 監査証跡、ユーザーアクセス制御、デジタル署名を含むオプションアドオン</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 蛍光2色または明視野でのカウントに対応</li><li>• 細胞画像の取得、カウント、サイズ測定、生存率計算を60秒以内で実行</li><li>• 必要なサンプル量はわずか20 µL</li><li>• 醸造業における酵母の生存率、バイタリティ、細胞濃度測定で、多数の実績</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• トリパンプルーを使ったセルカウントに対応</li><li>• 必要な細胞サンプル量はわずか20 µL</li><li>• 1サンプルあたりの測定速度: 30秒以下</li><li>• 測定濃度: 1x10<sup>5</sup> – 1x10<sup>7</sup></li><li>• 5 - 60 µmの細胞に対応</li><li>• デクラスタリング機能</li></ul>
本体サイズ	15.2 cm (W) x 21.6 cm (D) x 35.6 cm (H)	15.2 cm (W) x 21.6 cm (D) x 35.6 cm (H)	8.9 cm (W) x 10.7 cm (D) x 32.0 (H)
本体重量	10.4 kg	10.4 kg	4.7 kg
本体電源	100-240 V, 1.5A, 50/60 Hz	100-240 V, 1.0A, 50/60 Hz	100-240 VAC, 0.5A, 50/60 Hz
製品名	Cellometer K2	Cellometer X2	Cellometer Auto T4
製品情報	本体、制御用ノートPC、Matrixソフトウェアを含む	本体、制御用ノートPC、Cellometerソフトウェアを含む	本体、制御用ノートPC、Cellometerソフトウェアを含む
製品番号	CMT-K2-MX-150	CMT-X2-S150-2	CMT-AT4P-S150
価格	¥3,443,000	¥3,081,000	¥1,480,000



Cellometer Ascend



細胞カウントの全てのニーズに対応する速度、精度、信頼性を備えたセルカウンター

薬効評価、細胞治療、免疫療法の開発や再生医療など再現性が必要で、特に複数のサンプルを扱うラボに最適

- ・ 培養細胞株、PBMC、初代細胞、全血、骨髄など様々な細胞種に対応
- ・ 明視野（トリパンプルー）と、カウント精度の高い蛍光二重染色（AOPI）に対応
- ・ 3または8チャンバーのカウントスライドで複数サンプルを一度に測定
- ・ 2 x 10<sup>4</sup>〜4 x 10<sup>7</sup> 細胞/mLの範囲で正確なセルカウントが可能
- ・ 最少サンプル量：10 µL

本体サイズ:	25.1 cm (W) x 33.0 cm (D) x 47.4 cm (H)
本体重量:	10.5 kg
本体電源	100-240 V, 1.5A, 50/60 Hz

製品名	製品情報	製品番号	価格
Cellometer Ascend	蛍光2色 (470 nm, 531nm励起)、明視野、撮像解析ソフトウェアMatrixが付属	CMT-ASD	¥4,440,000
オプション製品名			
21 CFR Part 11オプション	21 CFR Part 11ソフトウェア	CMT-ASD-21-IQOQ	¥380,000

Cellaca™ MX



オートメーション対応ハイスループット セルカウンター

- ・ トリパンプルーとAOPI測定に対応
- ・ 24サンプルをわずか3分以内にカウント
- ・ 使い捨ての測定用プレートで、交差汚染のリスクを排除
- ・ 自動搬送用ロボットと繋げ測定の自動化が可能
- ・ 必要な細胞サンプル量はわずか25 µL
- ・ アウトプットのカスタマイズ：グラフ、画像、チャート、テーブルの追加
- ・ 21 CFR Part 11対応：監査証拠、ユーザーアクセス制御、デジタル署名を含むオプションアドオン

本体サイズ:	33.0 cm (W) x 40.6 cm (D) x 33.0 cm (H)
本体重量:	19kg
本体電源	100-240 V, 50/60 Hz

製品名	製品情報	製品番号	価格
Cellaca MX AOPI	明視野、蛍光2色	MX-AOPI	¥12,656,000
Cellaca MX AOPI AUTO	明視野、蛍光2色、オートメーションライセンス	MX-AOPI-AUTO	¥13,772,000
Cellaca MX BF	明視野	MX-BF	¥9,119,000
Cellaca MX BF AUTO	明視野、オートメーションライセンス	MX-BF-AUTO	¥10,236,000
オプション製品名			
21 CFR Part 11オプション	21 CFR Part 11ソフトウェア	CAC-21MX-LIC	¥2,084,000

価格は希望小売価格 (税抜) です。価格は予告なく変更する場合があります。すべての仕様/オプションを掲載しておりません。詳しくはお問い合わせください。

イメージサイトメーター

イメージサイトメーターは、細胞カウントや生存率評価に加え、高度なイメージングおよび画像解析を利用し、目的の細胞表現型を定量化します。フローサイトメトリーよりも高速で、単一細胞レベルで詳細な細胞分析を提供します。

Cellaca PLX



マルチプレックス対応ハイスループットセルカウンター

ハイスループットのセルカウント機能に加え、細胞表面マーカーの測定も実現したベンチトップシステム

- ・ 高感度のセルカウント、イムノフェノタイピング
- ・ 使い捨ての測定スライドを使うため、洗浄、廃液処理不要
- ・ 1回の測定に必要なサンプル量は15-50 µL
- ・ 4チャンネルと細胞生存率を1分/サンプルでマルチプレックス測定
- ・ Matrix解析ソフトウェアを使用し、専用試薬および消耗品を用いることで正確な測定が可能
- ・ 21 CFR Part 11に対応

本体サイズ:	33.0 cm (W) x 40.6 cm (D) x 33.0 cm (H)
本体重量:	19.1 kg
本体電源	100-240 V, 50/60 Hz

製品名	製品情報	製品番号	価格
Cellaca PLX ハイスループットイメージサイトメーター	明視野、蛍光2色。高感度測定用スライドホルダー付属	PLX-SYS1	¥15,470,000
オプション製品名			
Cellaca 21 CFR Part 11オプション	21 CFR Part 11ソフトウェア	MX-SW21-LI	¥2,084,000

Celigo™



ウェル全体を撮像・解析する明視野・蛍光イメージサイトメーター

接着細胞、浮遊細胞、3D腫瘍スフェロイドに幅広く対応し、創薬研究のイメージング要件を満たすための21 CFR Part 11にも対応

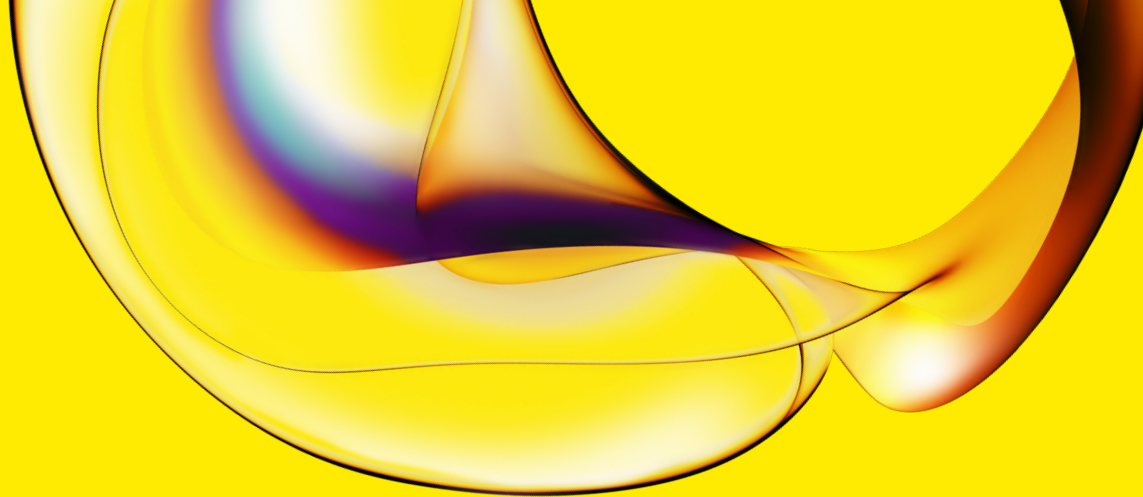
- ・ ハイスループット、ウェル全体イメージングと最大4蛍光チャンネルで細胞画像を定量解析
- ・ 6〜1536ウェルプレートに対応
- ・ 直感的ソフトウェアによるイメージングと解析
- ・ 細胞数、コンフルエンシー、アポトーシス、モノクローナリティ、ブランクアッセイなど幅広いアプリケーションに対応

本体サイズ:	49.5 cm (W) x 40.0 cm (D) x 61.0 cm (H)
本体重量:	53 kg
本体電源	100-240 V, 50/60 Hz

製品名	製品情報	製品番号	価格
Celigo BF Only	明視野	200-BF-S	¥18,500,000
Celigo 5C Channel	明視野、蛍光4色	200-BFFL-5C	¥29,592,000
オプション製品名			
21 CFR PART 11 LICENSE FOR CELIGO	21 CFR PART 11オプション	CLG-SW21-LIC	¥4,368,000
VIROLOGY APPLICATION SUITE LICENSE	ブランクアッセイ、タイトレーション解析モジュール	CLGASL8VIR	¥1,242,200

- 記載の価格は2025年4月現在の弊社希望小売価格 (消費税抜) です。価格は予告なく変更する場合があります。
- お見積り価格や実際のご購入価格については、弊社販売代理店までお問い合わせください。
- すべての仕様/オプションを掲載しておりません。ご研究に見合う仕様/オプションについては、弊社または弊社販売代理店までご相談ください。
- 本カタログに掲載されている製品の仕様、外観、記載内容は予告なく変更する場合があります。掲載されている情報は、正確性を期しておりますが、誤りが含まれる可能性があります。価格や製品仕様についての最終確認は、必ず公式の見積書をご参照ください。





[www.revvity.com](http://www.revvity.com)

revvity

For more information:  
株式会社レビティジャパン  
[www.revvity.co.jp/contact-us](http://www.revvity.co.jp/contact-us)