

revvity

省スペース自動分注機 AssayMate 新発売キャンペーン実施中!

コンパクト・スピーディー・直感的操作・
インテリジェント

AssayMate™ ワークステーションは、ベンチトップサイズの自動リキッドハンドラーです。幅広いラボアプリケーションを最適化するために設計され、衝突検知、エラーハンドリング、リアルタイムの実行可視化などの機能を搭載しています。直感的なドラッグ&ドロップ操作のソフトウェアにより、プロトコル作成が簡単になり、どなたでも自動化を活用できます。

高頻度で繰り返し行う作業を効率化することで、AssayMateはラボのスループットを大幅に向上させ、再現性とトレーサビリティを確保します。効率化により、研究者はデータ解析や新しい発見に集中できます。

新製品発売記念 20%OFFキャンペーン実施中!!

製品名: ASSAYMATE LH, Fixed-8, GRIPPER

	希望小売価格	期間限定 キャンペーン価格
標準パッケージ	¥6,265,600	¥4,980,000
ビーズ精製パッケージ	¥6,494,600	¥5,195,680
NGSライブラリー調整 パッケージ	¥9,212,500~	¥7,370,000~

(税抜)

利用規約:

本キャンペーンは日本国内限定です。キャンペーンは、2026年3月31日までに弊社にて注文を確認できた場合に適用されます。他のプロモーション、割引、またはオファーとの併用はできません。なお、プロモーションの内容は予告なく変更・中止・一時停止・修正される場合があります。

選ばれる理由

- ベンチトップに収まるコンパクト設計
- 高速かつ効率的な動作
- 集中できる静音設計
- 特別なトレーニング不要
- 手頃なコストで自動化を実現



サンプル前処理工程を効率化し、ワークフローを加速

ハードウェアの主な特長

- ベンチトップサイズ、省スペース設計
- 1~1000 µLの広範な分注量に対応(ヘッド交換不要)
- 8チャンネル+搬送グリッパー、または1+8チャンネル構成
- チップの部分装着に対応:チューブ、バイアル、ボトルからの分注が可能
- 再構成可能ナリセス型デッキ(12+4スロット)、SBS規格対応
- 最大16ステージ搭載で多様なワークフローに対応
- エアディスプレイスメント方式、圧力ベース液面検知(pLLD)
- オプションモジュール(ヒーターシェーカー、ヒータークーラー、マグネティックブロック、ODTC)で多様なアプリケーションに対応

ハードウェアの主な特長

- ドラッグ&ドロップでコード不要でプロトコル作成が可能
- リアルタイムの実行可視化により、実験の進行状況を確実に把握
- 標準およびカスタムのラボウェア、および様々な液体の種類を簡単設定
- プレート落下検知やエラーハンドリングなどの機能により、実験の完全性を向上
- ご自身のMicrosoft® Windows® OS搭載デバイスで、Ethernetで使用可能

本体サイズ	735 mm (W) × 650 mm (D) × 690 mm (H)
本体重量	76.0 kg
本体電源	AC 100-240 V、50/60 Hz



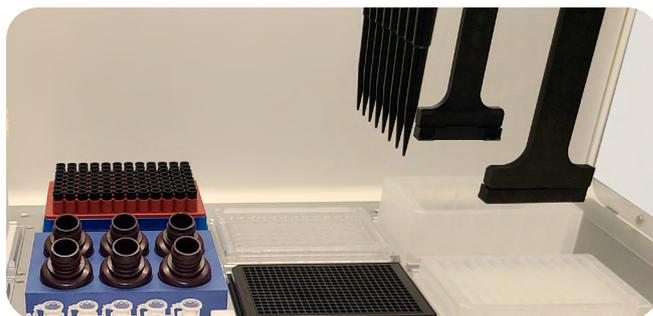
Click or scan

製品の詳細は、Websiteからも
ご覧いただけます。

対応アプリケーション

- PCR・qPCRセットアップ
- HPLCセットアップ
- ELISA (プレートコーティング・洗浄)
- DNA・RNA抽出/精製*
- 細胞ベースアッセイとスクリーニング
- PCRベースのプラスミドクローニング
- 質量分析用サンプル調製
- Proximity Extension Assay (PEA) 技術
- NGSライブラリー調製*

*拡張オプションが必要です。



| 8チャンネルピペットとラボウェアグリッパー



| モジュール式デッキ構成

取扱代理店

For more information:
株式会社レビティジャパン
www.revivity.co.jp/contact-us

revivity