

# ARVO Kira

フレキシビリティ、  
正確で信頼性の高いデータ、  
そして広がる可能性



revvity

ARVO Kira™ マルチモードプレートリーダー

# 研究ワークフローを合理化

## ARVO Kira マルチモードプレートリーダー

ARVO Kira™ マルチモードリーダーは、吸光度、蛍光、発光の検出が可能であり、当社のモノクロメーターベースの技術により、複数の波長にわたってフレキシブルに測定できます。

ARVO Kiraは、最新の使いやすいソフトウェアインターフェースにより、ワークフロー全体をサポートします。

ARVO Kiraをサポートする当社のRevvity製品ラインナップには、幅広いアッセイキットとマイクロプレートが含まれています。さらに、経験豊富で専門知識を備えた当社のサービスエンジニアおよびアプリケーションサポートチームが皆様をサポートいたします。

ARVO Kiraは、お客様の研究を強力にサポートする、用途が広く使いやすいソリューションです。

## 研究を支えるテクノロジー

ARVO Kiraマルチモードプレートリーダーは、3つの検出モードを搭載しており、幅広い研究用途に活用できます。さらに、温度制御やプレート攪拌機能などが標準搭載されており、細胞ベースの測定や動態測定にも有用です。

### 吸光度



#### 吸光度アプリケーション

- ELISA
- DNA/RNA 定量
- タンパク質定量
- 細菌増殖アッセイ

### 蛍光



#### 蛍光測定アプリケーション

- 細胞生存率
- 細胞障害性試験
- GPCR
- 蛍光タンパク質定量
- DNA/RNA 定量
- FRET

### 発光



#### 発光測定アプリケーション

- 細胞生存率
- レポーター遺伝子アッセイ

# 柔軟性と機能性の融合

四重モノクロメーターを搭載したARVO Kiralは、あらゆるスタンダードな研究用途に対応します。フィルターやダイクロイックミラーの交換作業を必要とせず、複数の波長でアッセイを実行できる柔軟性を提供します。

## フレキシビリティ

- 幅広いアプリケーションに対応する吸光度、蛍光、発光測定における豊富な機能
- フィルター交換なしで多様な色素を測定可能

## 簡便性

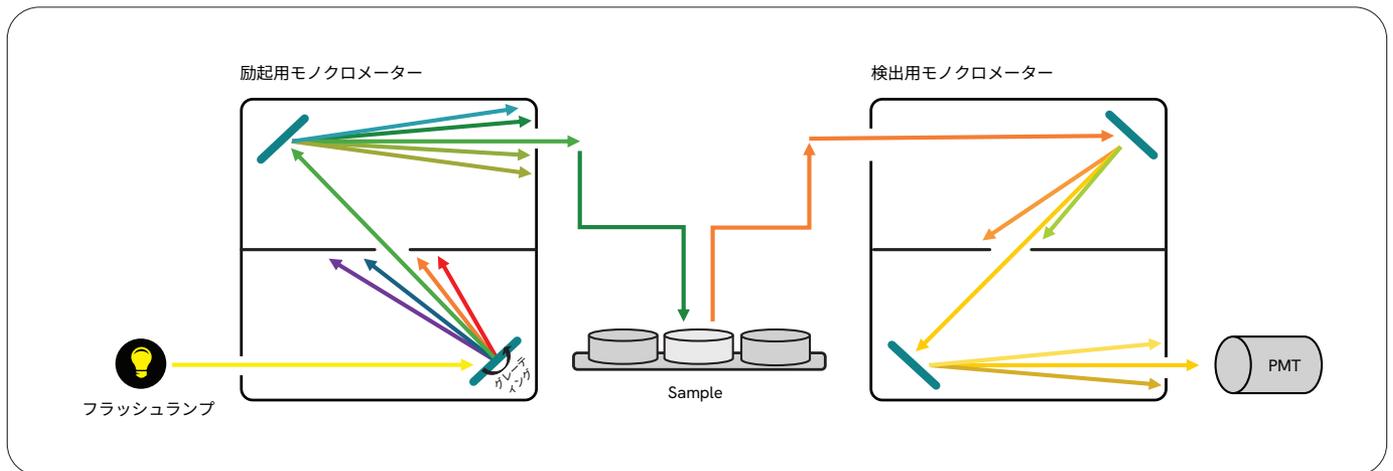
- 直感的に操作できるソフトウェアで、波長選択が容易

## スペクトルスキャン

- 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

## 低減されたバックグラウンドノイズ

- 四重モノクロメーターが迷光を大幅に低減し、より正確で信頼性の高いデータ取得を実現



## ARVO Kiraの制御

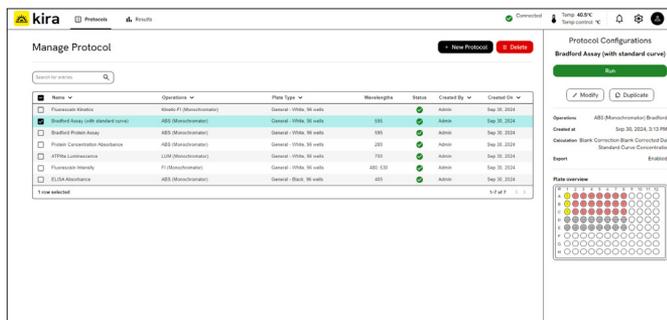
ARVO Kiraでは、内蔵のデータ解析機能を備えた、洗練された直感的なソフトウェアインターフェースを搭載しています。マルチユーザーラボに便利なこの新しいプラットフォームは、プロトコルのセットアップ、結果のレビュー、データエクスポートを簡素化し、ワークフローを効率化します。

### シンプルで簡単な操作

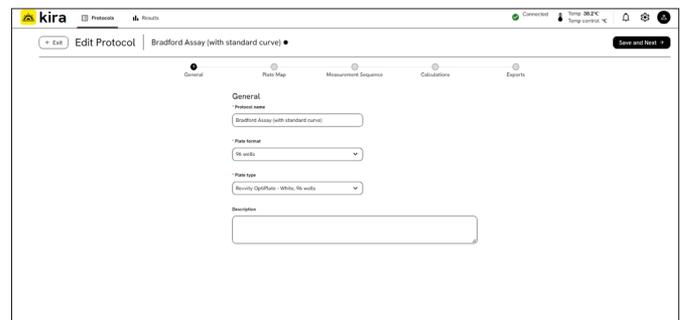
- マルチユーザー環境に最適：ユーザーフレンドリーなインターフェースで、最小限のトレーニングで使用可能
- 合理化された機能：ユーザーフレンドリーなガイド付きワークフローでプロトコルのセットアップ、実行、エクスポートが簡単
- 事前設定されたプロトコル：最も一般的なアプリケーション向けに最適化されており、効率性と利便性を提供

### モダンなウェブベースのユーザーインターフェース

- 多用途の互換性: ノートパソコン、タブレットなど、あらゆるデバイスで動作し、すべてのオペレーティングシステムに対応
- ソフトウェアアップデート：簡単な操作で常に最新機能へ対応



機能的なレイアウト：すべてのプロトコル情報を一目で把握できる包括的なビュー



ガイド付きワークフローによるプロトコル作成：プロトコルセットアップを迅速かつ効率的に実施可能

# 内臓のデータ解析機能

## 統合された解析オプション

測定プロトコルに以下の解析を追加します。

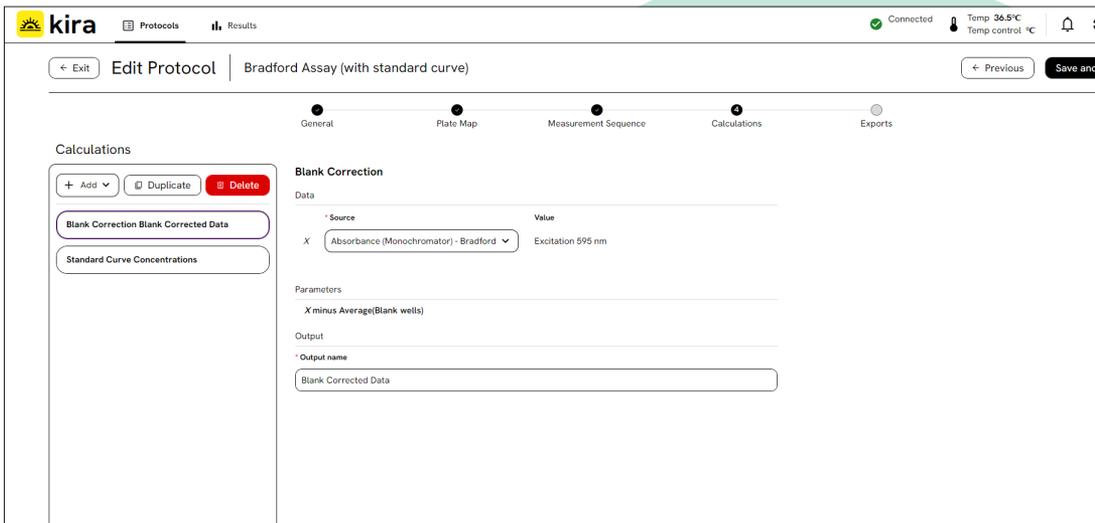
- 四則計算（+、-、×、÷）
- ブランク補正
- サンプルタイプ統計
- 標準曲線（カーブフィッティング）

## 簡単なセットアップ

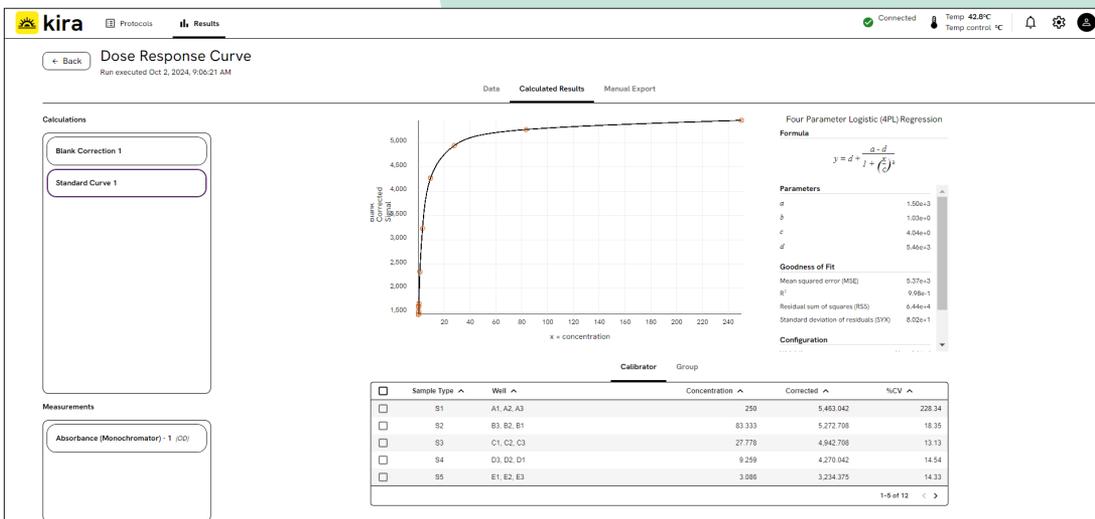
シンプルで直感的なセットアッププロセス

## 即時に結果を表示

測定が完了次第、解析データを取得可能



測定プロトコルに解析機能を簡単に追加可能



測定完了後、画面上で解析結果を表示可能

# 包括的なソリューション

Revvityは、試薬、マイクロプレート、その他の消耗品を幅広く取り揃えています。当社の製品は、お客様の研究をスタートからゴールまで強力にサポートいたします。ARVO Kiraプレートリーダー用の追加ポートフォリオをご覧ください。

## BioLegend ELISA

BioLegendブランドのELISAキットは、細胞培養上清、血清、および血漿中のタンパク質を正確に定量し、高い精度、サンプルの直線性、および信頼性の高い結果を提供します。



## 発光アッセイ

発光アッセイは、広いダイナミックレンジ、低い干渉、およびコスト効率の良さにより非常に優れたアッセイです。



## マイクロプレート

適切なマイクロプレートを選択することで、より信頼性の高いデータが得られます。



# ラボの効率化をサポートする 経験豊富で専門知識を備えた 技術スタッフ

経験豊富なサービスエンジニアおよびアプリケーションサポートの専門スタッフが、お客様をサポートいたします。このような幅広いサポートにより、ARVO Kiraプレートリーダーは、多忙なラボにスマートで効率的なソリューションを提供します。

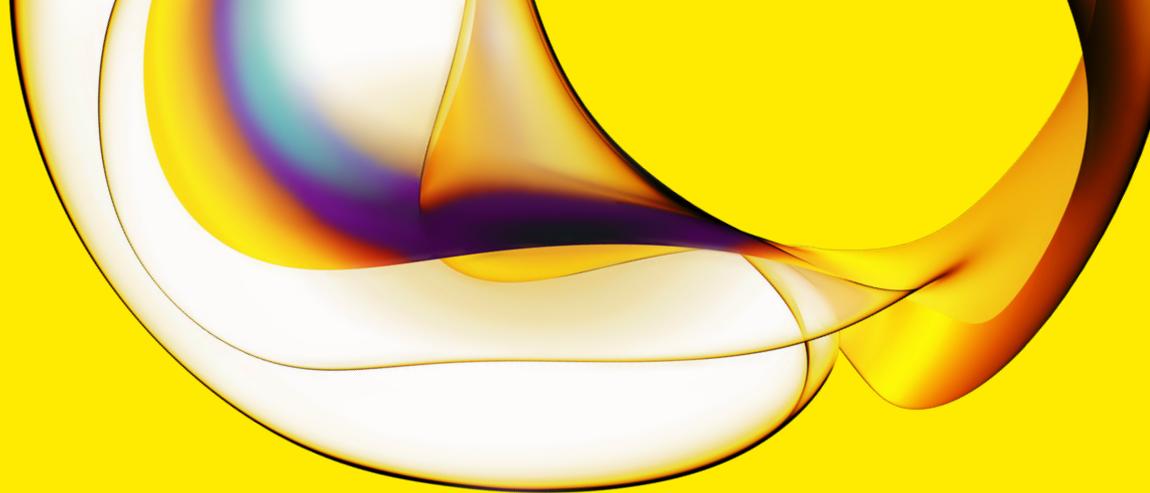


[サービスサポートの詳細はこちら](#)



[アプリケーションサポートの詳細はこちら](#)





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

revvity

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

Copyright ©2025, Revvity, Inc. All rights reserved.  
Revvity is a trademark of Revvity, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.

1539696\_JP

研究用です。  
診断用にはご使用いただけません。