



ARVO Kira マルチモードプレートリーダー

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

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す。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。

特長：

- ・ 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
- ・ 直感的に操作できるソフトウェアのサポートで波長選択が容易
- ・ 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
- ・ 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

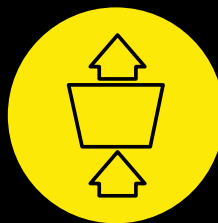


ARVO Kira の制御

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。

- **豊富な機能**：吸光度、蛍光、発光測定機能を備え幅広いアプリケーションに対応
- **フィルター交換が不要**：多様な色素を利用可能
- **シンプルな波長選択**：直感的に操作できるソフトウェアがサポート
- **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
- **四重モノクロメーター**：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
- **幅広い互換性**：あらゆるデバイス（ノートパソコン、タブレットなど）およびすべてのオペレーティングシステムで動作
- **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

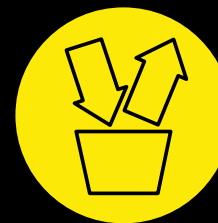
吸光度



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

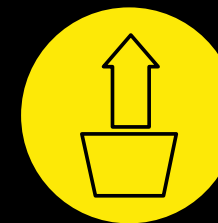
蛍光



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

Revvityのプレートリーダーは、最新の検出技術を搭載しており、ラボで求められている多様なアッセイ要件に対応しています。

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

revvity