



ARVO Kira マルチモードプレートリーダー

概要

ARVO Kira™ マルチモードプレートリーダーは、ラボ作業の効率化を目的として設計されています。このマルチモードリーダーは、吸光度、蛍光、および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。

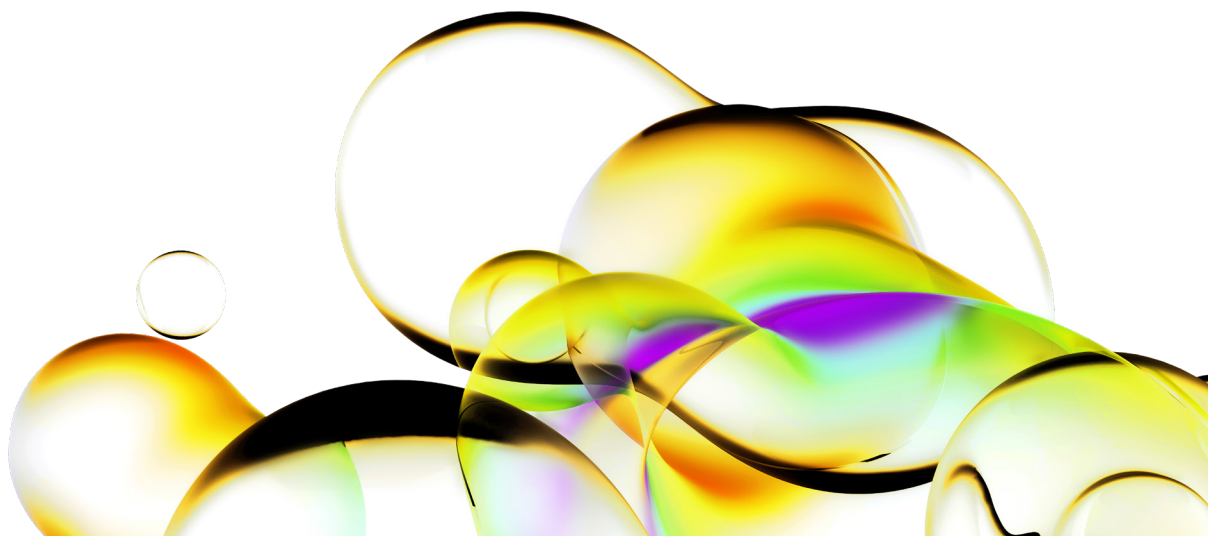
ARVO Kiraをサポートする当社のRevvity製品ラインアップには、幅広いアッセイキットとマイクロプレートが含まれています。さらに、経験豊富で専門知識を備えた当社のサービスエンジニアおよびアプリケーションサポートチームが皆様をサポートいたします。ARVO Kiraは、お客様の研究を強力にサポートする、用途が広く使いやすいソリューションです。

検出技術：

- ・ 吸光度
- ・ 蛍光
- ・ 発光

主な機能：

- ・ **四重モノクロメーター検出器：**複数の波長でアッセイを実行できる柔軟性を提供
- ・ **3つの検出モード：**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
- ・ **モダンなウェブベースのユーザーインターフェース：**直感的に操作できるソフトウェアで、オペレーションが容易
- ・ **内臓のデータ解析機能：**測定が完了次第、解析データを取得可能



仕様

一般仕様		
本体サイズ/重量	高さ	500 mm
	幅	330 mm
	奥行	550 mm
	重量	45kg
本体電源	110-230V, 50/60 Hz	
光源	キセノンフラッシュランプ	
プレートフォーマット	6-384 ウェルプレート	
温度制御	周囲温度より+5°Cから最大65°Cまで	
シェイカー	往復、旋回、8の字	
モノクロメーター	バンド幅 (FWHM)	8 nm
	波長範囲 (刻み)	230-1000 nm (励起)、1 nm 刻み 245-850 nm (蛍光)、1 nm 刻み
コンピュータ	一般的なウェブブラウザを搭載したオペレーティングシステム	

標準的なスループット (プレートあたりの時間) (100ms 露光データ)		
検出	96ウェル	384ウェル
吸光度	21 秒	60 秒
蛍光	22 秒	58 秒
発光	22 秒	61 秒

検出限界		
吸光度		
ダイナミック・レンジ	0-4 OD	
2OD**での正確性	<1%	
2OD**での精度	<0.2%	
波長範囲	230-1000 nm	
蛍光	96ウェル	384ウェル
感度 (最高値)	0.6 fmol	0.2 fmol
感度 (下限値)	<3 fmol	-
波長範囲	励起: 230-825 nm 蛍光: 245-850 nm	励起: 230-825 nm 蛍光: 245-850 nm
ダイナミック・レンジ	>10 ⁶	>10 ⁶
発光	96ウェル	384ウェル
感度 (ATP) (最高値)	-	0.6 fmol/ウェル (グロー)
波長範囲	400-700 nm	
ダイナミック・レンジ	>10 ⁶	>10 ⁶

** 波長490nmで測定

revvity