



The nexus of speed and sensitivity.

EnVision™ Nexus™

Revvity の最高速で高感度なプレートリーダー

EnVision Nexus マルチモードプレートリーダーは、最新の革新的なプラットフォームを採用しており、ご研究の加速と、お客様の厳格な要件のアプリケーションに応えるための高速かつ精度の高い測定結果をご提供します。

このシステムは、ラボの生産性を向上させるための高速性と感度を兼ね備えています。また、柔軟な設定オプションと将来のアップグレードへの対応により、実験要件の変化にも適応します。

豊富な機能強化オプションを備えた EnVision Nexus システムは、お客様の研究を次のレベルへと引き上げます。

研究用です。診断用にはご使用いただけません。



特徴およびベネフィット

モダリティ	EnVision Nexus 2-Detector	標準機能	オプション
吸光度	✓	5つのフィルターベースの検出技術 2波長同時読み取りを可能にする2つの検出器 - FI、TRF、LUMの上方および下方読み取りが可能 - リニア、オービタル、ダブルオービタルの3モードを備えたシェーカー	- 超高感度発光 - Enhanced Alpha (絞り付き) - High-throughput Alpha - TRF レーザー
発光 (LUM)	✓ (Standard および Enhanced)		
蛍光強度 (FI)	✓		
時間分解蛍光 (TRF)	✓ (ランプ)		
蛍光偏光	✓	- プレート ID バーコードリーダー (短辺のみ) - 装置制御ソフトウェア Kaleido™ 4.0 - モニターを含むデスクトップ PC - 温度コントロール	- 設定済み assay-ready のフィルターモジュール - プレートスタッカー (20 または 50 プレート) - 完全自動化 - MyAssays™ Desktop から のデータ解析ソフトウェア - MyAssays Desktop への 安全なエクスポートにより、 規制環境における 21 CFR Part 11 コンプライアンスを 遵守するための Enhanced Security ソフトウェア
Alpha	オプション		

新しい EnVision™ Nexus™プラットフォームでラボを強化することができます

新しい EnVision Nexus プラットフォームにより、貴社のラボを強化することができます。20 年以上にわたり、EnVision マルチモードプレートリーダーは、ハイスループットスクリーニング分野でリーダーとしての地位を確立してまいりました。EnVision Nexus は、その卓越した検出能力を備えた次世代のプラットフォームです。この革新的な新プラットフォームには、以下の特徴が含まれています。

- デュアル検出器による高速測定
- オプションの Ultrasensitive Luminescence 検出モードは、Enhanced Luminescence と比較して感度を最大 25 倍まで向上
- 2つの Alpha 検出モード：最高速度のハイスループットスクリーニング (HTS) モジュール、または AlphaPlex 技術を可能にするエンハンスドモジュール
- オプションのレーザーベース TRF モジュールで最高速度を実現
- すべての標準テクノロジーに対応する下方測定モード
- 標準バーコード読み取り (左側)
- 最適化された光学系と簡素化されたワークフローのための設定済みフィルターモジュール
- 規制環境向けの強化されたセキュリティソフトウェアパッケージは、21 CFR Part 11 コンプライアンスをサポートする技術的制御と機能を提供します。
- HTS 用のプレートスタッカーとロボット統合

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

