

EnVision Nexus マルチモード プレートリーダー

検出技術(フィルターベース)

- 吸光度
- 蛍光強度
- 蛍光偏光
- 発光
- 発光 (Enhanced Lum、アパーチャー)
- 時間分解蛍光 (ランプ光源)

オプション

- Enhanced Alpha、レーザーベース光源および専用アパーチャー
- HTS Alpha、レーザーベース光源および専用HTS検出ユニットと専用アパーチャー
- 超高感度発光専用検出ユニットおよび専用アパーチャー
- 時間分解蛍光 (レーザー光源)

Description

EnVision™ Nexus™ マルチモードプレートリーダーは、全く新しい革新的なプラットフォーム上で動作し、最も要求の厳しいアプリケーションに必要なスピードと精度を提供し、研究を迅速に追跡します。エキサイティングな機能強化のラインナップと組み合わせることで、このシステムは研究を次のレベルに引き上げます。



利点

- 超ハイスループットで、ラボの生産性を高めるスピードと感度を実現
- 現在と将来のニーズに適応できるフレキシブルな装置とアップグレード
- ワークアウェイも可能な自動化システムへの接続
- HTRF™ テクノロジー検証済み

主な特徴

- デュアル検出器による高速測定
- 超高感度発光検出モードは、Enhanced 発光に比べて感度を最大25倍に向上 (オプション)
- 用途に合わせた2つのAlpha測定モード: 最高速度のHTSモジュール、またはAlphaPlexテクノロジーを可能にするEnhancedモジュール
- 新しいレーザーベース光源を採用した時間分解蛍光モジュールで最高速度を実現 (オプション)
- すべての標準テクノロジーに対して下方からの測定が可能
- バーコードリーダーを標準で搭載 (プレート左側)
- 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にフィルターモジュールを構成済み
- 規制環境向けのセキュリティ強化ソフトウェアパッケージ。21 CFR Part 11準拠をサポートする技術的コントロールと機能を提供
- 20枚または50枚のプレートスタッカー、自動化システムにも簡単に統合

製品仕様

最大スループット (1プレートあたりの測定時間) *	
プレートタイプ	動作サイクル (第1ウェルから最終ウェルまで)
96ウェル	6s
384ウェル	14s
1536ウェル	37s

* 蛍光強度モード (オンザフライ)

標準的なスループット (プレートあたりの測定時間、分:秒)	
検出	384ウェル
On-the-fly (蛍光、蛍光偏光、時間分解蛍光)	00:13
On-the-fly (吸光度)	00:09
蛍光、蛍光偏光、時間分解蛍光、発光、超高感度発光 (測定時間 100ms)	01:13
吸光度 (30 ms)	00:41
超高感度発光 (10 ms)	00:40
Enhanced Alpha (550 ms)	04:12
HTS Alpha (550 ms)	01:34

初期設定での検出限界

検出	384ウェル
蛍光 (filter: 1001) (fluorescein)	< 2 pM (50 uL, 384 OptiPlate™ F)
蛍光偏光 (filter: 2001) (fluorescein)	< 1.15 mP SD (50 uL, 384 OptiPlate F)
時間分解蛍光 (ランプ光源) (filter: 4001) (europium)	< 0.02 pM (15 uL, 384 ProxiPlate™ Plus, white)
時間分解蛍光 (レーザー光源) (filter: 4006) (europium)	< 0.004 pM (15 uL, 384 ProxiPlate Plus, white)
吸光度 (@405 nm, filter: 6001) Accuracy @ 0.5 OD <0.05% Precision @ 0.5 OD <0.01%	0-4 OD (50 μ)
AlphaLISA™ (enhanced)	0.4 ng/mL (Omnibeads)
AlphaLISA (HTS)	0.2 ng/mL (Omnibeads)
発光 (filter: 3001)	< 0.25 pM (15 uL, 384 AlphaPlate™, shallow-well, ATPlite™ 1 step)
Enhanced 発光 (filter: 3001)	< 0.025 pM (15 uL, 384 AlphaPlate, shallow-well, ATPlite 1 step)
超高感度発光	< 0.001 pM (15 uL, 384 AlphaPlate, shallow-well, ATPlite 1 step)

コンピュータ仕様

デスクトップPCとモニター
Windows®10 IoT Enterprise LTSC 2021、64ビット、英語
LAN/イーサネット (RJ-45) 接続: 機器とPCを直接ネットワーク接続

一般仕様

寸法 (スタッカー含まず)	
高さ	485 mm
奥行	576 mm
幅	446 mm
重量	90 kg
電気条件	100-240 V AC, 50/60 Hz
光源	UVキセノンフラッシュランプ、Alpha用レーザー、TRFレーザー
プレート形式	1 - 1536 ウェル
温度制御	
温度範囲 (加熱)	15-65°C (ただし周囲温度の5°C以上でコントロール)
温度範囲 (周囲温度を維持)	20-25°C
シェイカー	往復、旋回、8の字

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

revvity