



revvity

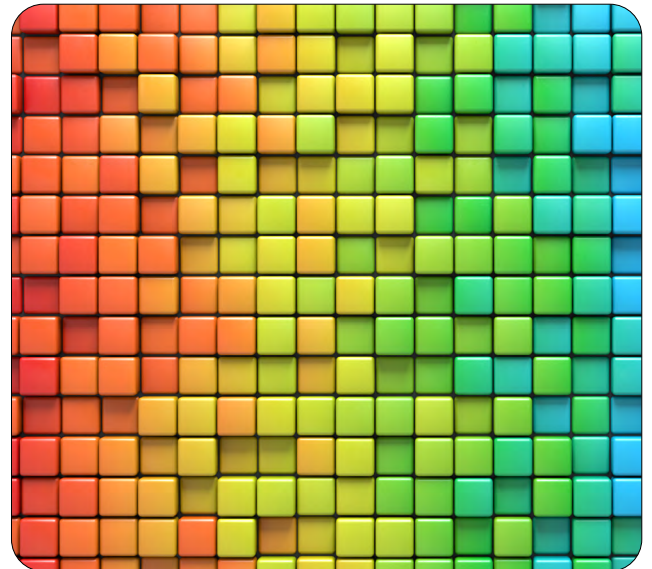
# Greater sensitivity and flexibility with all the colors of the rainbow.

## Nivo レインボーフィルターエクステンジャー：

あらゆるアプリケーションに対応する高感度測定とフルスペクトルをカバーする柔軟性

Nivo™ は、業界最小のマルチモードプレートリーダーでありながら、優れた性能を発揮します。多目的に使用できる装置を必要とするマルチユーザーラボに最適です。

Nivo はあらゆる色に対応します。モノクロメーターのような柔軟性とフィルターベースの装置の高感度を実現しました。



Nivo の心臓部は、ダイナミックな二重構造のフィルターホイールシステムです。最大 32 枚のフィルターが使用でき、あらゆるアプリケーションに必要な波長をいつでも利用できます。

#### レインボーフィルターエクスチェンジャーの優れた機能：

- ・ 内部と外部ホイール間の交換
- ・ エキサイテーション光路またはエミッション光路のいずれにも使用可能
- ・ 紛失の防止に有効なポジションロック - マルチユーザーラボに最適

レインボーフィルターをすべて装備した場合、モノクロメーターよりも優れた感度で、ほぼすべてのアプリケーションに対応することができます。



### NIVO マルチモードプレートリーダー



吸光度	温度制御 
蛍光強度	ガスコントロール 
発光強度	ディスペンサー 
TRF/TR-FRET	WiFi 
蛍光偏光度	GxP 
Alpha テクノロジー	レインボーフィルターエクスチェンジャー 

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

revvity