



はじめよう!

Separation Moduleと一緒に使用すると、これらのDetection Moduleは、タンパク質分離を分子量で行うシンプルウェスタンを用いて、一次抗体でターゲット分子を検出するのに必要なすべての試薬を含んでいます。

内容物

プラスチック容器

INCLUDES	PART NO
Streptavidin-NIR (96 μ L)	043-816
Milk-Free Antibody Diluent (20 mL)	043-524
以下、いずれかの抗体:	
Anti-Rabbit Secondary NIR Antibody (130 μ L)	DM-007
Anti-Rabbit Secondary IR Antibody (130 μ L)	DM-008
Anti-Mouse Secondary NIR Antibody (130 μ L)	DM-009
Anti-Mouse Secondary IR Antibody (130 μ L)	DM-010

保存条件

受け取り後、直ちに2~8 °Cで保存してください。

他に知っておいて欲しいこと

- Separation Moduleに同封されている試薬と消耗品
- プレートの準備の仕方を示す説明書もSeparation Moduleに同封されていますが、弊社[ウェブサイト](#)にてダウンロードも可能です。

Detection Moduleの準備

抗体

- 一次抗体: Milk-Free Antibody Diluentで希釈してください。抗体希釈濃度を最適化するために、弊社トレーニング資料を参照してください。
- 蛍光標識二次抗体: 20 x 溶液として提供しておりますので、285 μL のMilk-Free Antibody Diluentに15 μL の蛍光標識二次抗体を加えて、ご使用ください。2種類の蛍光標識二次抗体でのマルチプレックス分析には、270 μL のMilk-Free Antibody Diluentに各蛍光標識二次抗体15 μL (合計30 μL) 加えてご使用ください。