



ScanLater Western Blot 检测系统

增添SpectraMax i3和Paradigm多功能检测平台又一强大功能

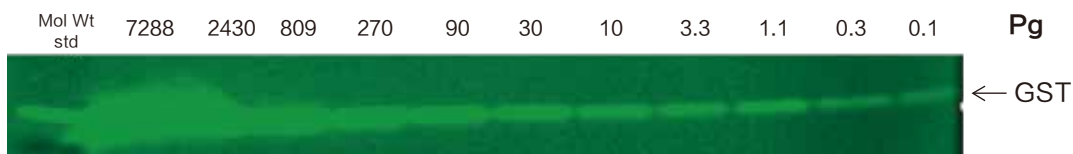
关键特点

- 第一台在多功能微孔读板机上实现Western Blot检测
- 无需底物方法实现超长信号稳定性
- 无需优化即可达到超宽动态检测范围3-4logs

ScanLater™ Western Blot检测系统，是世界上第一个在多功能读板机上实现Western Blot膜扫描检测功能的系统。这一系统包括：ScanLater Western Blot检测卡盒、ScanLater Western Blot试剂盒和图像获取软件系统SoftMax® Pro。此系统可配备在Molecular Devices的SpectraMax® i3和SpectraMax® Paradigm®多功能微孔板读板机上，用户可自行安装，只需1-2mins，即可轻松实现高灵敏度(飞克级)、宽动态检测范围(3-4logs)的western blot检测功能，无需再额外购买单一的western blot检测设备！

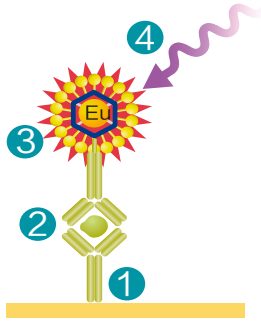
ScanLater检测原理，是基于时间分辨荧光(TRF)原理的western blot检测。TRF是目前已知降低散射光和自发荧光背景和实现高于普通荧光检测灵敏度的最佳荧光检测方法之一。ScanLater Western Blot试剂盒，包括标记二抗，无需其他优化直接可用于结合已知常用一抗。不需要底物的TRF Western Blot检测方法，超越了化学发光和一般荧光检测的性能表现，极大地提高了信号的稳定性和检测时间的灵活性。

飞克级灵敏度和宽线性检测范围



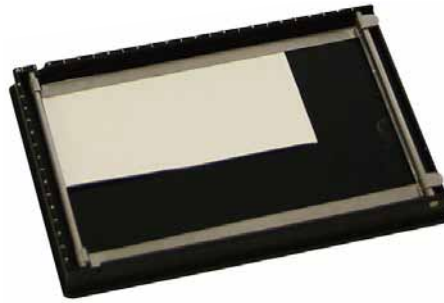
TRF超低背景减少了自发荧光干扰从而实现了飞克级的蛋白检测

ScanLater 检测原理



已知一抗(1)结合研究蛋白(2)。Eu-标记 ScanLater 二抗(3)结合一抗。使用 ScanLater TRF Western Blot 检测卡盒扫描(4)。

Western blot 膜适配器



ScanLater Western Blot膜适配器适用于多种不同的蛋白膜。

ScanLater Western Blot 卡盒



ScanLater Western Blot用户可安装卡盒，可安装在SpectraMax i3或SpectraMax Paradigm多功能酶标仪检测平台上。

ScanLater Western Blot试剂盒包括从转膜到检测的所有试剂，目前有三种选择：抗兔、抗鼠和链霉亲和素。每一种试剂盒内，都包含了Eu标记的二抗、封闭液和洗液三种试剂，所有的试剂盒都已经在MD SpectraMax i3和SpectraMax Paradigm多功能读板机上进行过验证。

ScanLater Western Blot检测卡盒，使用SoftMax Pro软件控制，允许进行一般微孔检测和western blot膜检测。SoftMax Pro软件提供了获取*.TIF图像的简洁友好界面，图像可直接打印、保存或者输出到第三方分析软件包。使用SoftMax Pro内的Image-J插件，ScanLater Western Blot的图像可被一键导入到Image-J内。

技术参数

卡盒大小： 2个位置
 读数方式： 顶读
 光源： 高能氙灯
 激发波长： 340/80nm
 发射波长： 616/10nm

订货信息

Item	Includes	Part number
ScanLater Western Blot Hardware	<ul style="list-style-type: none"> ScanLater Western Blot Detection Cartridge Membrane sample holder SoftMax Pro Software 6.3.1 or greater 	0200-7027
ScanLater Assay Kit: Streptavidin	<ul style="list-style-type: none"> Eu-labeled Streptavidin (60 µg) Blocking buffer (120 mL) Wash buffer (300 mL) 	R8203
ScanLater Assay Kit: Goat Anti-Rabbit	<ul style="list-style-type: none"> Eu-labeled Anti-Rabbit antibody (60 µg) Blocking buffer (120 mL) Wash buffer (300 mL) 	R8204
ScanLater Assay Kit: Goat Anti-Mouse	<ul style="list-style-type: none"> Eu-labeled Goat Anti-Mouse antibody (60 µg) Blocking buffer (120 mL) Wash buffer (300 mL) 	R8205
Reagent kit components		Part number
ScanLater wash buffer (100 mL)		R8206
ScanLater 5x blocking buffer (120 mL)		R8207
ScanLater Goat Anti-Mouse Eu-labeled antibody (60 µg)		R8208
ScanLater Goat Anti-Rabbit Eu-labeled antibody (60 µg)		R8209
ScanLater Eu-labeled Streptavidin (60 µg)		R8212
ScanLater SpectraMax Membrane Holder		0200-7203