

F3/F5 多功能读板机

非凡的体验与检测灵活性
适用于各种检测



F3/F5 多功能读板机

功能	F3	F5
吸收光 (ABS) 可见光	✓	✓
吸收光 (ABS) UV		✓
荧光强度 (FI) 顶读	✓	✓
荧光强度 (FI) 底读		✓
化学发光 (LUM) 辉光	✓	✓
荧光偏振 (FP)		✓
时间分辨荧光 (TRF)		✓
振荡	✓	✓
温控		✓
6-1536 孔板		✓
96-384 孔板	✓	✓

FilterMax® 多功能读板机多达五种检测模式，广泛应用于生命科学研究的各个领域。用户也可以进行终点法、多光谱扫描、动力学法、线性和孔扫描法检测。



系统包装

F3 多功能读板机

包括激发滤片滑条 #3 (光吸收: 405 nm, 450 nm, 492 nm, 620 nm, 荧光: 360 nm, 485 nm), 发射滤片滑条 #3 (荧光: 465 nm, 535 nm), 多功能分析软件, 电源线, RS-232 串口连接线, 使用手册

F5 多功能读板机

包括激发滤片滑条 #1 (荧光: 485 nm, 535 nm; TRF: 370 nm; FP: 485 nm), 发射滤片滑条 #1 (荧光: 535 nm, 595 nm, 625 nm; FP: 535 nm x 2), 激发滤片滑条 #2 (光吸收: 260 nm, 340 nm, 405 nm, 450 nm, 595 nm, 620 nm), 多功能分析软件, 电源线, RS-232 串口连接线, 使用手册

F3/F5 系列读板机创新点

光源: 高能 LED

- FilterMax F 系列读板机是采用专利^[1] 保护的高能 LED 灯作为光源的读板机
- 性能稳定较少维护, 价格合理
- 关键波长能量高
- 针对特殊染料或应用光源优化
- 低于 340 nm 的染料采用氙灯紫外激发

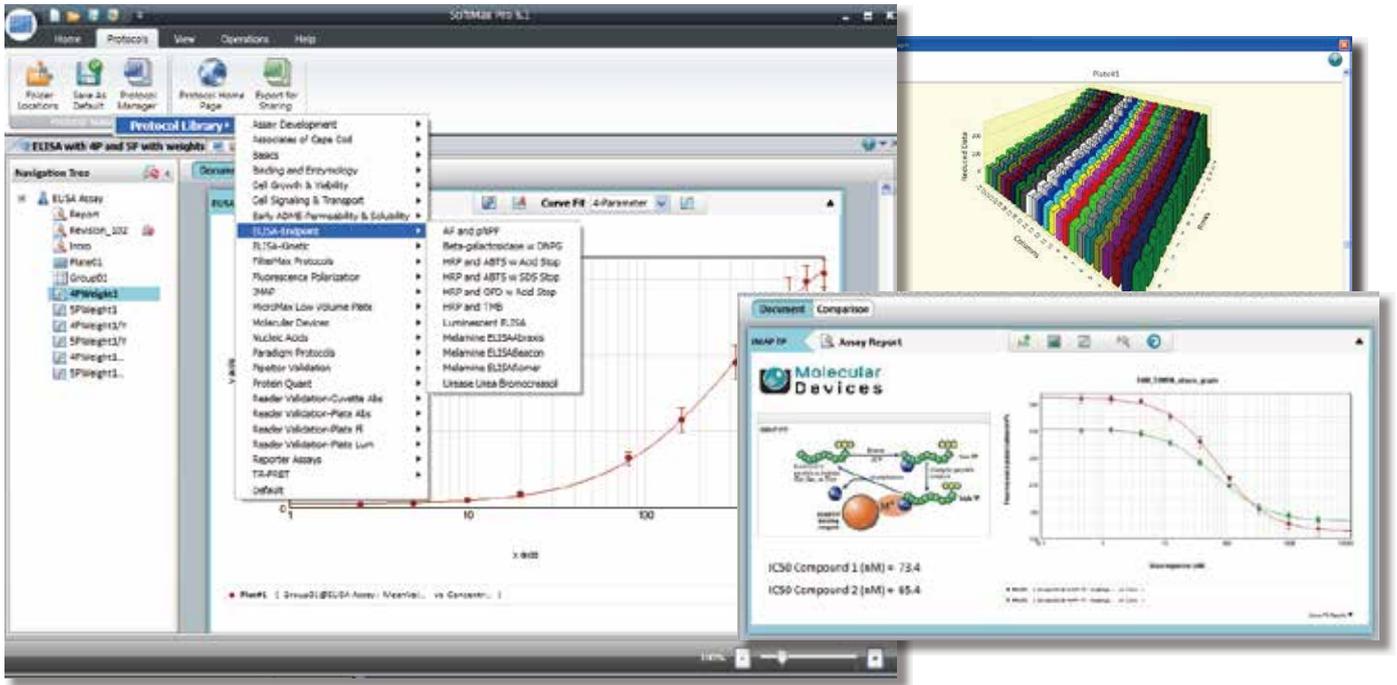
荧光: 单光子计数

- 光电倍增管 (PMT) 采用光子计数模式, 可增加红色染料检测的灵敏度
- 可进行 6 倍数量级线性放大
- 改善的时间分辨荧光 (TRF) 检测极限

[1] U.S. Patent 7.113.285



简单自定义



设置简单

SoftMax Pro 数据采集与分析软件可以帮助用户利用仪器更好地提升使用性能，包括提供：

- 仪器自动识别
- 超过 140 种内置的常用实验程序
- 不同种类的扫描类型：终点法、动力学法、光谱扫描和孔扫描
- 默认勾选标准数据变换设置
- 数据自动恢复功能

数据分析定制

不需浪费时间导出数据到外部应用程序进行分析。除了 140 余种内置的实验程序外，还可以使用 SoftMax Pro 7 软件的简单但强大的编程功能来迅速分析数据。

- 使用 Plate Cloning 选项功能可以对同一组数据执行多种运算
- 可以在一块板、不同块板或不同组之间进行数据分析
- 可以使用对比视图来直观对比不同组的数据
- 当采集动力学及光谱扫描的实时数据时，放大到目标孔然后进行公式参数调整
- 使用条件公式并应用变量加权来生成数据报告
- 用实时生成的微型图表来创建总结报告

灵活的计算及公式

可运用大量内置的换算公式和总结公式，或用简单易用的 Syntax Helper 来创建自定义公式。

- 对于多列数据及跨列数据执行大量的数字计算
- 运用单一标准设置对不同板间进行跨板及插值法检测分析
- 轻松获得 EC_{50} 和 Z 因子等常用计算值来确定效价和方法质量
- 不同图表放在一起进行直观对比分析
- 复制读板数据进行多个数据的变换选择
- 超过 18 种曲线拟合选项生成结果图



技术参数		
	F3	F5
一般参数		
光源	高能 LEDs	高能 LEDs + 氙灯
检测器	光电二极管 + PMT	光电二极管 + PMT
滤光片	1EX + 1EM 滤光片滑条 (可放 6 个滤光片)	2 EX+1 EM 滤光片滑条 (可放 6 个滤光片)
读板类型	96 至 384 孔板	6 至 1536 孔板
振荡	线性+螺旋 (3 速可调)	线性 + 螺旋 (3 速可调)
温控	—	室温 + 4°C 至 45°C
电源	100-240 VAC, 50/60 Hz	100-240 VAC, 50/60 Hz
尺寸	39 cm × 24 cm × 58 cm	39 cm × 24 cm × 58 cm
重量	25 kg	25 kg
吸收光 (ABS)		
波长范围	340-650 nm	230-650 nm
读数范围	0-3.5 OD	0-3.5 OD
准确性	< ± 1% 和 ± 10 m OD 在 2 OD 和 405 nm	< ± 1% 和 ± 10 m OD 在 2 OD 和 405 nm
重现性	< ± 0.5% 和 ± 0.005 OD 在 2 OD VIS**	< ± 0.5% 和 ± 0.005 OD 在 2 OD VIS** ± 0.5% 和 ± 0.005 OD 在 1 OD UV**
** 检测波长: VIS > 399 nm, UV < 400 nm		
荧光强度 (FI) 顶读		
波长范围	340-650 nm	230-750 nm
检测极限	3 fmol 荧光素	0.4 fmol 荧光素
线性动态范围	6 decades	6 decades
荧光强度 (FI) 底读		
波长范围	—	300-650 nm
检测极限	—	15 fmol 荧光素
化学发光 (LUM) 辉光		
波长范围	400-650 nm	400-750 nm
检测极限	2 fmol ATP	2 fmol ATP
线性动态范围	6 decades	6 decades
荧光偏振 (FP)		
波长范围	—	300-750 nm
检测极限	—	3 mP 在 10 nM 荧光素
时间分辨荧光 (TRF)		
波长范围	—	340-750 nm
检测极限	—	15 amol 铈

订货信息	
货号	描述
F3	F3 多功能酶标仪及最新 SoftMax Pro 软件
F5	F5 多功能酶标仪及最新 SoftMax Pro 软件



扫一扫关注我们
的官方微信