

Gemini XPS 荧光读板机

双光栅连续光谱荧光读板机



- 双光栅设计，无须额外购买滤光片
- 单孔多点扫描提供更高灵敏度
- 软件和仪器验证包
- 机械臂兼容

Molecular Devices公司生产的Gemini XPS荧光读板机能确定最佳的激发波长和发射波长，可以在大多数荧光强度实验检测中应用灵活的实验条件。Gemini XPS采用双光栅连续光谱设计，可以检测各种新颖的荧光染料而无须另外购买昂贵的滤光片。每个Gemini XPS系统包含有SoftMax Pro软件，可提供完善的数据分析。可选配的SpectraTest™ FL1验证包自动验证读板机的性能。此外还有软件验证包、IQ/OQ/PQ验证包和FDA 21 CFR Part 11契合协议。

双光栅设计

使用Gemini XPS系统，用户无须担心是否拥有合适的滤光片。该系统使用2个光栅单色器来扫描确定最佳的激发波长和发射波长设定。根据不同温度、pH条件下的实验要求，单色器帮助用户选择最佳波长应用于任何实验。此外，文献上

单色器设定的参考值也可方便的输入。当实验方法或荧光染料改变时，只需几个软件操作命令就可调节仪器设定。

单孔多点扫描

通过单孔多点扫描，每孔可测读多个点，应用于细胞实验可获得高等级的灵敏度。

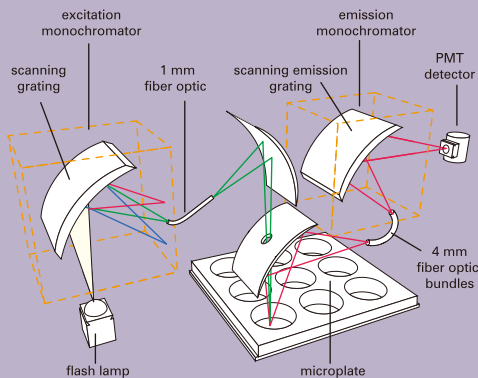
机械臂兼容

Gemini XPS可以通过强大的SoftMax Pro软件与机械臂系统轻松整合。通过SoftMax Pro软件的内部通讯，Gemini XPS不但可以和自动化设备直接整合，还可以和Microsoft Excel®, LIMS和其他机械应用设备进行理想地整合。

标准化的数据分析软件

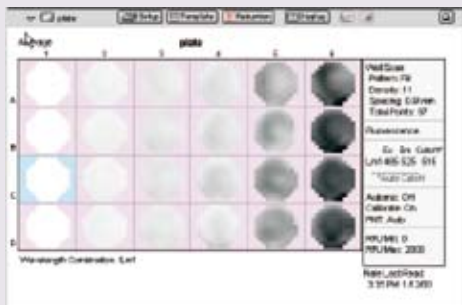
SoftMax Pro数据分析软件可灵活地应用于实验设计、方法建立、数据分析和

Gemini XPS optics



The optics of the Gemini XPS system are engineered for superior performance and reliability.

Gemini XPS well scans



Gemini XPS well scans illustrating serial dilution of CHO cells using the Live Cell assay from Molecular Probes Live/Dead (Calcein AM /Ethidium Homodimer-1) assay kit. A Costar® 24-well tissue culture plate with col1 = blanks and doubling cell concentration left to right starting at Col. 2 with 1000 cells.

validation test plates for FI optical performance



The SpectraTest™ FL1 Validation Test Plate provides a complete traceable solution for validating optical performance of the Gemini XPS.

数据报告上,并可自定义实验方法。软件可应用十一种曲线模型拟合、默认的数据简化和建立用户定义的公式用于数据分析。不同实验板的数据可以整合在一起进行分析。

应用

- Live/Dead® 细胞活性/细胞毒性检测
- 核酸检测
- 绿荧光蛋白实验
- NanoOrange® 蛋白定量
- PicoGreen® DNA检测
- 分子探针实验
- Caspase-3
- 蛋白酶荧光法检测
- CatchPoint® cAMP检测试剂盒

技术参数

荧光光学参数

- 双光栅: 连续光谱, 1nm步进
- EX波长范围: 250-850nm
- EM波长范围: 360-850nm
- 带宽(EX,EM): 9nm
- 检测限(基线3倍SD的信号): 3.0fmol/孔FITC, 200 μl, 96孔板

时间分辨荧光(二级模式)

- 波长范围: 360-850nm
- 数据收集: 50-1450 μ sec., 200 μ sec.增量
- 灵敏度: 0.5fmol/孔Eu-chelate (Perkin Elmer的DELFI A试剂, 384孔板)

化学发光(二级模式)

- 检测限: 10amol/孔 碱性磷酸酶, 200 μ l/孔(Applied Biosystems的Emerald II 试剂)

一般光学参数

- 微孔板格式: 6, 12, 24, 48, 96, 384 孔板
- 光源: 闪烁式高能氙灯

- 检测器: 光电倍增管检测器 (R-3896)
- 读板时间: < 15秒, 96孔板 < 45秒, 384孔板
- 振板时间: 0-999秒
- 温度控制: 室温+4℃到45℃

一般参数

- 尺寸(cm): 22(长)*58(宽)*38(高)
- 重量(kg): 15.9
- 耗电量: <125watts
- 电源: 100-240VAC, 3 A, 50/60Hz
- 机械臂兼容: 兼容

订货信息

您可以联系您的Molecular Devices客户销售代表取得更多仪器选择。

联系方式

MDC上海
电话: +86-21-3372 1088
传真: +86-21-3372 1066

MDC北京
电话: +86-10-6410 8669
传真: +86-10-6410 8601

您还可以通过我们的网址来了解我们最新的全球销售信息

www.moleculardevices.com
www.moleculardevices.com.cn

