



GloMax
SYSTEMS

GloMax[®] Discover

多功能检测仪



GloMax[®] Discover 多功能检测仪

GloMax[®] Discover多功能检测仪是Promega推出的新型多功能读板仪。制作工艺精良，性能出众，拥有发光，荧光及比色等多种检测功能。

使用简单

直观的触摸显示屏和预置程序使您方便简单的得到数据和分析结果。

整合检测

经过优化的，预置的Promega程序是GloMax[®] 系统软件的一部分，减少您优化仪器设置的时间。

灵活

可以根据需要定制滤片。可放置于实验台上或整合进大的自动化平台以实现高通量。

优异的性能

更宽的动态范围使您在同一次试验中检测高值和低值样品，更高的灵敏度适于检测低水平样品，更低的孔间干扰。

专业的服务

提供的保修服务和专业的售后团队为您解答仪器或试剂的相关问题。同时提供其他的 service 产品，如Installation and Operation Qualification (IQ/OQ)。



整合 Promega 检测系统

Promega研发和优化的50个预置程序，可更快的得到数据。

现有的程序：

- Nucleic acid quantitation for next-generation sequencing
- BRET and FRET for protein interaction analysis
- Kinase and cell signaling assays
- Reporter gene assays
- Multiplexing assays
- Cell-based assays
- Bioassays
- ELISAs



GloMax[®] 系统参数

化学发光

- 低噪音的PMT保证收集到的信号更加准确。
- 比同类仪器灵敏度高10-1000倍。
- 不需稀释样品或调节增益。
- 比同类仪器多2-3数量级的可用数据。
- 设置滤片的化学发光可实现BRET或多波长区分或全部的发光值。
- 更低的交叉干扰获得更有用的数据。
- 为BRET或滤片式化学发光配备的5组滤片可实现NanoBRET™， Renilla/YFP BRET和Chroma-Glo™ 检测。
- 或也可以根据您的需要定制所有的5组化学发光滤片。

荧光

- 使用波长匹配的发光二极管(LED) 作为激发源。
- LED与常用荧光分子的激发光紧密匹配，可以保证高灵敏度。
- 降低了因使用广谱光源造成的常见非特异性光泄漏。
- 标配5组常用的激发光和发射光滤片；同时预留一组定制滤片的位置。
- 或者可以有2个荧光激发光位置定制，或者定制全部6个发射光位置。

吸收光

- GloMax[®] Discover 标配出厂安装9个适于常见比色法检测的UV- 可见滤片。
- 理想的ELISA，蛋白和核酸测试。

订购信息

产品	规格	目录号
GloMax [®] Discover System <i>Configured with Luminescence, Fluorescence and UV-Visible Absorbance</i>	1 each	GM3000*

*Comes with U.S. Instrument and Tablet PC power cords.

Accessories and Upgrades Product

GloMax [®] Dual Injectors with Pump Station	1 each	GM3030
--	--------	--------

Products may be covered by pending or issued patents or may have certain limitations. Please visit our Web site for more information. Caspase-Glo, CellTiter-Glo, Dual-Glo, GloMax, Kinase-Glo, Nano-Glo, ONE-Glo and P450-Glo are registered trademarks of Promega Corporation. ADP-Glo, CellTox, Chroma-Glo, DLR and NanoBRET are trademarks of Promega Corporation. Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation.

普洛麦格（北京）生物技术有限公司

地址：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 907-909

电话：010-58256268 传真：010-58256160

网址：www.promega.com

技术支持电话：8008108133

技术支持邮箱：chinatechserv@promega.com

印刷时间：2020.4

扫一扫
关注 Promega 官方微信

