

SunriseTM ●

Tecan 酶标仪



可靠的 ELISA 和 动力学检测设备。



亮点：

ELISA、动力学分析和凝集检测

温度控制选项

连续波长滤光片选项，灵活性高

先进高速的 12 通道光路系统

振荡功能

便于自动化集成

采用 Magellan™ 数据分析软件

高级曲线拟合和 QC 功能

支持将数据导出到 LIS

提供 IQ/OQ 程序

设计符合 IVDD 98/79/EC* 和 2011/65/EU RoHS 要求

符合 FDA 21 CFR Part11*

Sunrise 是 96 孔板专用的可靠的酶标仪

它读板速度快，功能强大，可选配温度控制和连续波长滤光片，适合诊断和研究实验室的众多光吸收检测应用。

Sunrise 在世界各地被广泛使用，以其可靠性和卓越性能而闻名。

Sunrise 酶标仪可与 Tecan 的 Freedom EVOlyzer®、Freedom EVO®、Fluent® 等液体处理工作站整合。



GreenInnovation

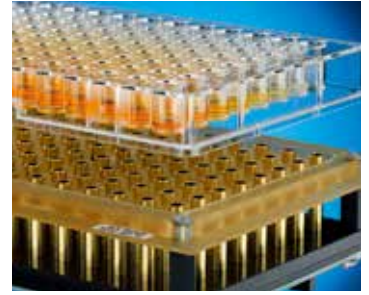
by Tecan

可高达 42 °C 的温度控制

Sunrise 拥有一个先进的温度控制选配件，包括：

- 基于 Peltier 的温度控制元件，从底部加热微孔板，将气流通过金属管阵列分配到每个孔。
- 另外一个顶部的加热元件位于微孔板上方，以减少水汽凝结，并确保整个微孔板温度均匀分布。

这种复杂的上下加热系统使得 Sunrise 非常适合动力学研究。



配备 301 个波长，高度的灵活性

连续波长滤光片，即梯度滤光片，可以 1nm 为增量从 400nm 到 700nm 之间选择任意波长。

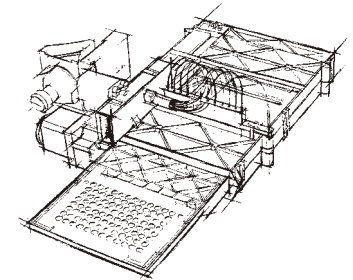
- 单个梯度滤光片可提供 301 种波长，全面提升光吸收实验的灵活性。
- 此选配件也允许在可见光范围内对样本进行光谱扫描，以辅助确认适当的测量波长。



先进的光路更适合快速检测

Sunrise 酶标仪采用先进的光路系统，具备 12 个测量通道和 1 个参比通道，可对 12 个微孔进行并行测量。因此，它在 6 秒之内可完成整个 96 孔板的读数。

仪器启动时，会进行主要部件的自检，以确保仪器正常工作。此外，在不使用期间，灯泡会自动关闭，从而延长灯泡的寿命。



强大的 Magellan 数据分析软件

Magellan 支持包括 ELISA 和酶动力学实验在内的各种定量和定性数据分析。此软件能够与实验室信息系统 (LIS) 以 ASCII & ASTM 格式进行数据交换，并支持 9 种语言。Magellan 教程和示例文件可帮助您更容易地使用该仪器。



满足法规要求 (注册证编号: 国械注进 20142406052)

通过与选配的 Magellan Tracker 软件结合, Sunrise 酶标仪满足 IVD 指令 98/79/EC 的要求, 同时也可满足 FDA 法规 21 CFR Part 11 的要求。此外, Sunrise 酶标仪满足欧盟指令 2011/65/EU RoHS 和中国对减少有害物质的要求等相应法规。



21 CFR Part 11*

IQ/OQ*

针对 IQ/OQ 的 QC-Pac™ 2 质量控制工具

QC-Pac 2 质量控制工具可快速、简便地检查 Sunrise 酶标仪是否正常工作。此工具提供适合安装鉴定 (IQ) 和运行鉴定 (OQ) 的系统检查, 这对确保测量数据的可靠性、有效性以及酶标仪的功能性具有重要意义。



参数

Sunrise 总体参数

光学系统	12 个测量通道, 1 个参照通道	
滤光片	多达 6 个	
波长范围	340 至 750 nm	
带宽 (50 % 透光)	10 +/- 2 nm	
测量范围	340 至 399 nm	0 至 3.0 OD
	400 至 750 nm	0 至 4.0 OD
测量时间	单波长	6 秒
	双波长	8 秒
	动力重复时间	5 秒
准确度	0.0 至 2.0 OD/492 nm	< (1.0 % + 0.010 OD)**
	2.0 至 3.0 OD/492 nm	< (1.5 % + 0.010 OD)**
线性	340 至 399 nm	0.0 至 2.0 OD: <2 %, R2 >= 0.999
	400 至 750 nm	0.0 至 2.0 OD: <1 %, R2 >= 0.999
		2.0 至 3.0 OD: <1.5 %, R2 >= 0.999
精确度	0.0 至 2.0 OD/492 nm	< (0.5 % + 0.005 OD)**
	2.0 至 3.0 OD/492 nm	< (1.0 % + 0.005 OD)**
分辨率	0.001 OD	
通信接口	RS-232C (电脑控制) / 并口	
震荡模式	线性摇板, 4 种模式	
物理参数	宽度	28.5 cm
	深度	34.0 cm
	高度	14.5 cm
	重量	6.2 kg (含所有选购件共 8.6 kg)

连续波长滤光片参数

波长范围	400 至 700 nm	
准确度	0.0 至 2.0 OD/492 nm	< (1.5 % + 0.010 OD)**
线性	0.0 至 2.5 OD/492 nm	<2 %, R ² >= 0.999
精确度	0.0 至 2.5 OD/492 nm	< (1 % + 0.005 OD)**

温度控制选项参数

温度范围	室温 至 42 °C (分辨率 0.1 °C)
温度准确度	典型 +/-0.2 °C (最大 +/-0.5 °C)

* 与 Magellan Tracker 软件配合使用

** 优于测量值的 x % 加对应 OD 值。

注: 使用正负表示与测量值的偏差。

配备集成条形码阅读器选购件时, Sunrise 属于二类激光产品。



帝肯 (上海) 贸易有限公司

Tecan (Shanghai) Trading Co., Ltd.

中国上海市浦东新区福山路 388 号越秀大厦 1802-1804 室 邮编: 200122
Room 1802-1804, Yuexiu Tower, 388 Fushan Road, Pudong New Area, 200122 Shanghai, China
电话 /TEL: +86 21 2206 3206 传真 /FAX: +86 21 2206 5260 售后服务热线: 4008 213 888

Tecan Group Ltd. 尽力确保本出版物中信息是准确、最新的, 但可能存在遗漏或错误。因此, Tecan Group Ltd. 不对本出版物中信息的准确性和完整性作出任何暗示或明示的承诺。本出版物如有变更, 不另行通知。所有提及的商标均受法律保护。本出版物中提及的商标和设计通常是 Tecan Group Ltd. (瑞士 Männedorf) 的商标或注册商标。完整清单参见 <http://www.tecan.com/trademarks>。此清单中未包含但出现在本出版物中的产品名称和公司名称可能是其他所有人的商标。如需了解本文件中规格的技术参数, 请联系当地 Tecan 销售代表。

Tecan 是 Tecan Group Ltd. (瑞士 Männedorf) 在多个主要国家的注册商标。

© 2017 Tecan Trading AG, 瑞士, 版权所有。

CFDA 医疗器械注册证编号: 国械注进 20142406052

www.tecan.com/SUNRISE



TECAN.

