

# Infinite<sup>®</sup> F50

## 系列。

采用先进LED光源技术的  
创新型8通道光吸收酶标仪

✓ 21 CFR Part 11\*  
✓ 98/79/EC IVD-D\*



# 创新、可持续

# 智能化。

**Infinite F50** 酶标仪是 **Tecan** 新一代的 **8** 通道光吸收酶标仪，不仅能实现快速测量，提供准确性高，重现性好的测量结果，而且还树立了结构紧凑的创新性设计新标准。凭借其简洁易用的操作和数据分析软件，**Infinite F50** 可成为 **ELISA** 实验一系列应用的理想选择。

## 特性和优势

先进的8光学通道设计满足快速ELISA读数

通过额外的参比通道优化光强

2年保修，稳定性测试超过10,0000块板

终点法、动力学和多标记测量等多种测量方法，满足不同的实验应用需求

振荡时间和速度可调

Magellan 软件提供强大的、经验证的数据分析功能

支持LIS数据导出

自学教程与实例文件，九种语言可选，让您轻松入门

提供IQ/OQ的操作流程

符合欧洲98/79/EC和2011/65/EU RoHS标准

符合FDA21 CFR Part11要求



21 CFR Part 11\*

98/79/EC IVD-D\*



GreenInnovation  
by Tecan

## 全面强大的数据分析功能

Infinite F50 标准配备Tecan成熟的酶标仪控制和数据分析软件Magellan™，允许您在笔记本、平板电脑和台式机上，轻松快捷地进行数据测量，实现全面的数据分析简化以及出色的结果报告。

### 功能强大

- 支持所有定性和定量EIA分析
- 支持所有主要的曲线拟合模式，包括点对点、线性和非线性回归、多项式曲线、对数曲线、四参数或五参数曲线拟合
- 全面的QC功能（比如板间质控样本结果与趋势分析，并绘制Levy-Jennings质控图）
- 多种格式的数据导入和导出选项(Excel®, ASCII, ASTM)
- 多种动力学数据的分析简化功能，如平均和最大斜率、酶动力学参数等。

### 轻松入门

- 向导式用户界面，可通过软件引导用户逐步完成操作
- 九种语言可选（中文、英文、法文、德文、意大利文、日文、葡萄牙文、俄文和西班牙文）
- 软件同时包含定性与定量ELISA分析的实例与自学教程

### 严守法规

Magellan Tracker软件提供电子签名、记录和多用户管理功能，以全面符合美国FDA21 CFR Part11和欧洲98/79/EC IVD-D的要求，适用于临床实验室及其它监管环境下的诊断应用。Infinite F50酶标仪还符合欧洲RoHs（电气电子设备中限制使用某些有害物质指令）和WEEE（废弃电气电子设备指令）。

# 可靠、经验证

# 结构紧凑。

创新的长寿命LED光源技术，有助于削减维护成本，进而节省资金。

了解Infinite F50酶标仪如何融合8通道光学元件及长寿命LED光源技术的智能设计，提供出色的可靠性和顶级性价比。

#### 快速读数

- 先进的8光学通道设计，满足快速读数
- 通过参比通道优化光强度，增强了检测性能

#### 免于维护

Infinite F50 采用最新的LED光源，替代了传统的卤素灯光源，提供更长的免维护寿命，更低耗电量，以及更紧凑结构。在同等效率下，LED灯寿命是传统卤素灯的10倍，更换灯泡的不便和等待灯泡预热的时代一去不复返了。

#### 性能可靠

Infinite F50 的卓越可靠性经由Tecan独一无二的质量测试证明。其平均初次故障时间（MTTF）大于100,000块板，相当于使用很多年都不会出现故障。

#### 保修

全球超过2万台酶标仪安装成绩令Tecan有信心为Infinite F50提供长达2年的保修期。

#### 验证严格

Infinite F50酶标仪和Magellan Tracker软件均符合体外诊断产品IVD指令98/79/EC要求，可提供符合FDA法规21 CFR part 11要求的功能，能够确保生成的数据技术合规且完整。

#### 结构紧凑

创新的先进工艺，使该酶标仪结构空前紧凑。其所需占地空间仅相当于4块微孔板大小，可轻松放置于任何实验室，有助于节省宝贵的实验台空间。



不包含电脑

**m** magellan  
data analysis software

**✓** qc tools  
ensure your results

# 适用于 自动化应用。

## Infinite F50 Robotic

了解Infinite F50 Robotic ELISA酶标仪如何轻松整合到各种自动化平台，如Tecan的Freedom EVO® 和Fluent®液体处理工作站

### 结构紧凑

- 超紧凑外形设计，有助于节省宝贵的实验台空间
- 水平送板有助于简化工作流程
- 不同模块间（如酶标仪&孵育塔等）可以实现流畅的微孔板传输
- 微孔板转移过程中无需转向

### 易于使用

- 仪器上盖可拆卸设计便于移板机械臂在加板和卸板时，轻松完成定位步骤
- 当仪器被隔板架遮挡、导致上盖不便移除时，此创新型可拆卸上盖设计非常有助于移板机械臂进行定位

### 快速读数

- 先进的8光学通道设计，满足快速读数
- 通过参比通道优化光强度，增强检测性能

### 设计新颖

- LED灯泡免维护寿命是卤素灯泡的10倍，无需更换光源
- 将更换灯泡变成过去式，节约维护成本

### 性能可靠

- Infinite F50 Robotic具有极佳的可靠性
- 整合感应器，能够监控关键参数，如微孔板加载等
- 2年保修，稳定性测试超过100,000块板

## 通过MultiCheck™ QC软件包提供必需的质量控制

Infinite F50采用的MultiCheck QC软件包可轻松、快速地验证和记录酶标仪性能。其可以进行系统检查，以确认安装检验(IQ)和操作检验(OQ)是否适当——这是确保数据测量结果可靠、有效及酶标仪功能长期有效的必要条件。

## 方便的手持条码扫描器（LIS）选件

手持条码扫描器（LIS选项）是一个省时省力的选件。可用来读取样本或样板上的条形码标识，并自动传输到Magellan软件，并进一步输出到相应的实验室信息系统(LIS)。



# 绿色

# 创新



## 了解如何通过Infinite F50和Infinite F50 Robotic ELISA酶标仪实现经济环保

### 环保

- LED灯泡免维护寿命是卤素灯泡的10倍，无需更换光源
- 与普通ELISA酶标仪相比，使用LED光源可以节约50%能耗
- 将更换灯泡变成过去式，节约维护成本
- 无需浪费电力进行灯泡预热 - 开机即用

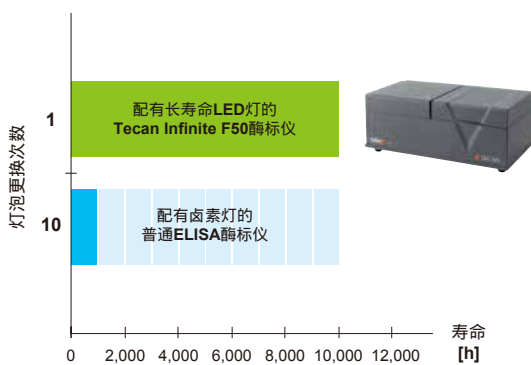
### RoHS指令

- 创新型设计严格控制有害物质，包括：铅、汞、镉、六价铬等
- 符合欧洲2011/65/EU RoHS危险物质控制指令及中国RoHS法规

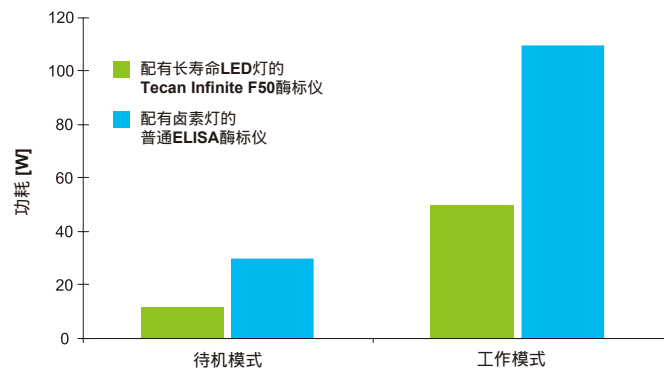
### 高效

- Infinite F50系列酶标仪采用先进的设计及高质量组件，体积小却性能优异
- 相对于传统ELISA酶标仪，Infinite F50小巧轻盈，有助于提高运输效率、减少CO<sub>2</sub>排放

LED与卤素灯泡比较 - 在LED通常的运行寿命10,000小时内，卤素灯泡通常需要更换的次数



相对于普通的ELISA酶标仪，Tecan Infinite F50酶标仪能效更高



## Infinite F50 & Infinite F50 Robotic — 主要技术参数

一般参数	
检测模式	光吸收
光源	LED, 自动校准
光电检测器	硅光电二极管检测器
板型	96微孔板 (包括条状微孔板)
测量模式	终端法、动力学和多标记 (波长) 测量
测量通道	8
参比通道	1
测量范围	0 - 4 OD
测量分辨率	0.0001 OD
波长范围	400 - 750 nm
滤光片	转轮上至多8个滤光片 标准配置405、450、492和620 nm滤光片**
准确度 450 / 492 nm	
0.000 - 2.000 OD	≤ (0.5 % + 0.010 OD) 典型***
2.000 - 3.000 OD	≤ (1 % + 0.010 OD) 典型***
精密度/重现性 450 / 492 nm	
0.000 - 2.000 OD	≤ (0.5 % + 0.005 OD)
2.000 - 3.000 OD	≤ (1.0 % + 0.005 OD)
线性	
0.000 - 2.000 OD	≤ 1.0 %
2.000 - 3.000 OD	≤ 1.5 %
震荡模式	线性振荡, 4种不同的模式
计算机接口	USB
Infinite F50 / Infinite F50 Robotic 尺寸	高: 13.4 cm (5.28 in) / 13.4 cm (5.28 in) 宽: 34.7 cm (13.66 in) / 35.7 cm (14.07 in) 深: 18.9 cm (7.44 in) / 19.1 cm (7.51 in)
重量	< 3 kg
电源	外接电源: 100 -240 VAC, 50 /60 Hz, 最高1.2 A (自动感应)

### 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 全国服务热线: 4008 213 888

\* 配用Magellan Tracker软件

\*\* 可另行选购其它滤光片

\*\*\* 规格可能出现变动。典型性能值为观测到的平均出厂测量值。  
产品规格参见操作手册。

Tecan Group Ltd.尽力确保本出版物中信息的准确性和及时性,但仍然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陈述或保证。本出版物如有变更, 将不另行通知。所有提及的商标均受法律保护。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各自所有人的商标。如需了解本文件中规格的技术详情和详细陈述, 请联系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: 国食药监械(进)字2014第2401992号

[www.tecan.com/infiniteF50](http://www.tecan.com/infiniteF50)

**TECAN.**

