

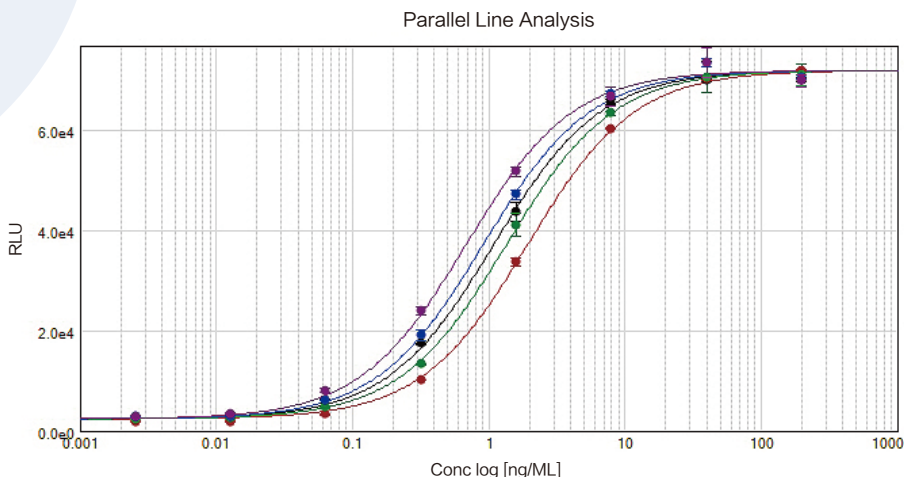
SoftMax Pro 7

数据获取和分析软件



主要特点

- 超过160种预设模板
- 支持传统常和非常规的酶标试剂，其中包括成像和western blots
- 强大、便捷的用户模板共享社区
- 光谱优化设置可最大程度增加实验信号窗口(SpectraMax i3x 和Paradigm)



SoftMax Pro 软件

SoftMax Pro[®] 是科学研究人员公认的最强大的酶标仪控制和数据分析软件

软件内置多种预设模板，分析算法和21种不同的曲线拟合方式，为数据采集到分析到文章发表提供了完整的解决方案。美国FDA 21 CFR 11章合规工具适用于管理实验室，为其提供完整的解决方案，以减少验证费用。提供端到端的监管链和消除需要验证额外的分析软件。

SoftMax Pro软件开发理念是既可以让新用户的简单需求快速得到满足，又具有灵活和强大的高级数据分析功能，满足高级用户的复杂分析目的。每一步都经过优化，无论你是使用Molecular Devices的酶标仪读取的数据，还是把其他来源的数据导入，都可以简化你的分析和导出流程。



SoftMax Pro 软件简化数据获取

在数据采集的第一步，SoftMax Pro软件提供了多种方式来进行微孔板的读取。不管你是选择里面含有数据获取设置的预设模板，还是你自己简单设置参数，开始微孔板的读取就只剩简单的几步了。

- 动力学法的暂停和恢复功能实现非连续动力学实验检测，时间长达数小时、数天，甚至数个星期
- 可拖拽流程编辑器，实现客户多任务动力学实验
- 同时检测多种不同的信号输出
- 超过160种预设的实验模板，内含优化的实验参数和分析设置，轻松实现读取、分析和报告的输出
- 四种读取方式(终点法、动力学法、光谱扫描法和孔扫描法)实现最优数据获取
- 荧光光谱自动优化功能为您带来最佳荧光实验检测窗口
- 使用SoftMax Pro软件具有的专利非温度依赖PathCheck®光程校正技术，将微孔板OD检测值均标准化为立式1cm比色皿值，从而避免因加样而造成的读板误差
- 自动数据恢复，保证您的数据永远不会丢失



支持导入任何科研仪器的数据

SoftMax Pro允许你导入非Molecular Devices公司酶标仪来源的数据，两种不同的数据导入方式可以快速将你的数据导入至SoftMax Pro中，从而满足你把所有数据简化到单一软件分析计算的需求。

- 具有预设的易于使用的Excel数据导入模板。

简化设置 更灵活&强大

- SoftMax Pro软件的数据导入功能支持所有非Molecular Devices公司的酶标仪获得数据计算和分析
- SoftMax Pro软件支持基于XML格式的数据导入功能，可助你实现批量、自动化分析流程



灵活的计算和公式

SoftMax Pro软件提供最全面的微孔板数据分析功能，不论你的要求是简单的曲线拟合还是多块板间的延伸计算，SoftMax Pro满足所有的分析要求

- 从21种不同的曲线拟合方式中选择最合适的来进行拟合和图表分析
- 多块板可以共同应用一条标曲，简化多板和插入分析
- 轻松自动计算相对权重，EC50和Z 因子值
- 可复制孔板数据来进行多组数据间的计算，助你方便尝试不同的分析方式
- SoftMax Pro软件数据编程系统允许客户实现数据编程分析

图像分析

SoftMax Pro不仅能够分析的微孔板数据，还能实现图像的获取和基于图像的分析

- 获取和分析由 SpectraMax® MiniMax™ 成像系统获得的图像
- 利用无标记分析技术即StainFree技术快速对细胞进行计数
- 专业的软件自学习功能帮您更好的识别你的任何类型的细胞



应用SOFTMAX PRO 7数据导入功能，
实现将所有数据标准化到一个分析平台



轻松发表文章

SoftMax Pro是可以帮你直接实现数据发表和汇报的工具。灵活的数据导出格式可以根据您的需求提供多种形式。

- 数据可以以散点图，线性图和柱状图的形式呈现
- 根据SoftMax Pro软件呈现结果直接打印数据
- 可以自定义注释来产生报告，甚至包括您自己的 商标和图片
- 可直接导出.xls(Excel)格式文件或者LIMS可抓取的XML格式文件
- 也可轻松保存成PDF 文件

GxP软件满足美国食品药品监督管理局联邦法规第21章11款要求

SoftMax Pro 7 GxP 软件是满足FDA 21 CFR Part 11的合规工具，为Molecular Devices公司的20多款酶标仪提供数据获取和分析功能



强大的合规工具

对于有合规要求的实验室，SoftMax Pro GxP软件是满足全世界21CFR Part 11期望的合规工具。

- 提供数据文件的电子签名验证，授权和批准
- 通过审计追踪功能可记录所有步骤和数据
- 通过强大的用户管理功能实现用户账户管理和增加访问安全性
- 用户权限多级管控
- 设置多重管理员，对用户进行分组管理
- 远程管理使用者账户
- 登录失败锁定账户，并提供多种安全设置模块：包括用户自动登出和密码时限修改
- 允许离线使用和访客登录
- 可以通过TCP/IP服务器主导用户账户文件
- 简化和集中化本地账户管理



更快，更轻松的验证

可选择的硬件和软件验证工具用来加速和简化验证流程，通过更加简单的方式来展示数据获取和分析的合规性。可用的工具包括：

- 所有都内置的SoftMax Pro GxP软件验证包
- 装机验证(IQ)的说明书和工作图表
- 操作流程验证(OQ)的说明书和工作图表，包括重要曲线拟合和常规计算形式，如平行性分析等
- 详细的SoftMax Pro GxP 软件模块补充了FDA的 21CFR Part 11 合规要求
- 利用验证板以及软件内置验证模板对酶标仪的光路进行精确校正
- 有资格证书的硬件工程师会提供现场的IQ-OQ服务和预防性维护，包括：
 - 一套很完整的带有校验资质的电子质控报告
 - 满足21 CFR Part 11合规要求的电子签名和日/时记录
 - 内置无错误程序模板，实现自动计算的实时结果
 - 预防性维护确保酶标仪始终处于最佳工作环境



系统要求

最低配置

- 电脑单核处理器，2 GHz 或更快
- Windows 7, 32-bit或64-bit(x86 or x64)
- 2 GB RAM
- 500 MB 硬盘
- 不低于1024 x 768 分辨率
- RS-232 串口或者配有Keyspan USB 转接线的USB 2.0 接口
- CD 驱动或内置 USB驱动
- .NET Framework 4.6*

推荐配置

- 电脑四核处理器，2 GHz 或更快
- Windows 7, 32-bit或64-bit(x86 or x64)或者Windows 8, 32-bit或64-bit (x86 or x64)或者Windows 10, 32-bit 或64-bit (x86 or x64)
- 4 GB RAM**
- 1 GB硬盘
- 不低于1280 x 1024的分辨率和256 MB 视频内存
- 串口或者配有Keyspan USB转接线的 USB 2.0 接口
- CD驱动或内置USB驱动
- 网络连接
- .NET Framework 4.6*

* 如果需要的话，NET Framework 4.6 会通过 SoftMax Pro软件自动安装

** 如果在一个虚拟设备上运行，Molecular Devices公司推荐四核或者更快的处理器，且至少6GB内存。对于自动化要求则建议配置8GB内存。

SoftMax Pro 7 特色



160多种预设的模板*

- 动态显色法鲎试剂Chromo-LAL
- 抗体纯化
- 多峰值鉴定
- 平衡/结合百分比计算
- 米氏方程
- 细胞活力检测(Cell Titer-Glo)
- 平行性分析(Fieller's Theorem)
- 酶联免疫吸附测定
- 荧光偏振值—向异性
- 时间分辨荧光/均相时间分辨荧光
- DNA和RNA 定量
- Bradford/BCA蛋白定量
- 双报告基因
- … 还有更多!

读板方式*

- 终点法
- 动力学法
- 光谱扫描法
- 孔扫描法: 横向、纵向、十字和全覆盖

非连续的动力学法

多任务动力学法

每次读板都可以设置多波长检测

非全板读取*

多孔板和多种方式读取

实时动力学数据导出

虚拟联机模式

机械化和自动化特点

- 导入LIMS模板信息
- 导出LIMS
- 自动化软件功能
- 机械化整合

成像*

- Western blot
- 全细胞:透射光和荧光

iPhone手机应用软件: SoftMax Pro软件

远程操作



样本 ID 列表/ 孔板模板

原始数据**: text 或 XML 文件

(导入功能支持)



数据显示既可以显示原始结果, 也可以显示运算结果的彩色图或灰度图

3D显示

多数据分析的孔板克隆

动力学计算包括*

- 最大反应速度/到达最大速度时间
- 起效时间设置
- 到达最大值、最小值、1/2最大值时间
- 曲线下面积
- 曲线斜率
- 用户自定义算法
- … 还有更多!

曲线拟合方式*

- 不拟合 (散点图)
- 线性拟合
- 半对数拟合
- 双对数拟合
- 二次多项式拟合
- 三次多项式拟合
- 四次多项式拟合
- Log-Logit
- Brain Cousens
- 5参数拟合
- 4参数拟合
- 等轴双曲线拟合
- 米氏方程拟合
- 米氏方程拟合 (双同功酶)
- 两参数指出函数
- 三参数指出函数
- 高斯曲线拟合
- 三次样条插值拟合
- 点对点拟合
- 指数函数拟合
- 二阶段指数函数
- 一阶段指数衰减
- 一阶段指数相关性
- 两点竞争拟合
- 两点特异性拟合

曲线分析包括

- IC₅₀/EC₅₀
- 插值法/外推法
- 自定义权重
- 平行性分析
- 显示相对效能和R²
- 综合置信区间显示

柱状图

公式编辑助手

成像功能: 细胞形态观察和计数



备注信息和添加图片

客户导出格式

设置图标字体和曲线颜色

导出图片 .png 格式文件

导出 text, Excel, 或XML file

导出孔板格式或列格式

打印PDF

自动保存: .sda(x), text, Excel, 或 XML文件

细胞图片*

Western blot 图片*



SoftMax Pro GxP***

FDA 21 CFR Part 11 合规工具

电子签名

电子审计追踪

注释签名后锁定文件

登录和密码保护

密码时效性

登录失败后密码锁定

中央用户管理账户

多重管理员

用户权限可转移

编辑使用者和组权限

控制线下用户和访客登录

文件路径和TCP/IP服务器连接

软件验证包

* 依赖于选择的标仪型号

** 要求SoftMax Pro导入功能

*** 要求SoftMax Pro GxP软件包

满足客户模板编写, 也支持进一步的SoftMax Pro软件帮助和GXP安装服务.



机械化和LIMS整合

通过支持最新的Windows通讯协议的(WCF)编程技术, SoftMax Pro7软件 可与LIMS系统快速整合, SoftMax Pro已经被主流的LIMS供应商整合至系统中。

- LIMS通过ASCII格式或者XML格式导出微孔板数据

- 利用命令接口全自动化控制SoftMax Pro软件功能
- 可与移液装置连接, 微孔板位置移动和堆放
- 导入LIMS格式信息
- 利用C++丰富的源代码

- Agilent Technologies
- Beckman Coulter
- Caliper Life Sciences
- Gilson
- Hamilton
- HighRes Biosolutions
- Hudson Robotics
- Labware LIMS Solutions
- Peak Analysis & Automation
- Tecan
- Thermo Scientific
- Titertek
- Tomtek
- Torcon Instruments

自动化仪器合作伙伴

SoftMax Pro软件已经与多家国际领导自动化和LIMS公司进行整合, 使得数据获取和仪器控制都能在自动化体系完成。

产品	每年订购	永不过期
SoftMax Pro 标准版软件 支持Windows 7/8/10	一年期订购最新版 SoftMax Pro 7. 包括一个一年有效期的激活码每年需更新 产品货号: SMP7 PROF SUBSCR SMP7 ACAD SUBSCR* *用于学术科研机构验证	永不过期的最新版 SoftMax Pro 7. 包含四个激活码. 产品货号: SMP7 PROF SMP7 ACAD* *用于学术科研机构验证
SoftMax Pro GxP 软件 支持Windows 7/8/10		最新版 SoftMax Pro 7 GxP软件, 包括三张CD光盘, 即Gxp Admin软件、SoftMax Pro 7 GxP软件、验证包、GxP用户账号证书, SoftMax Pro 7 GxP 产品激活码和合规资质 产品货号: SMP7X GxP* 用户账号货号: SMP7 GxP License *允许订购任何数量的用户账号(最少三个), 价格基于用户订购账号的数量
可导入XLS格式SoftMax Pro软件 需要SoftMax Pro 6.4.1 或更高版本	一年期订购可以导入基于Excel格式模板的SoftMax Pro软件。包括一个一年有效期的激活码每年需更新。 产品货号: SMP.IMPORT.XLS	
可导入XLS和 XML格式 SoftMax Pro软件 需要SoftMax Pro6.4.1 或更高版本	一年期订购可以导入基于Excel格式或者XML 格式模板的 SoftMax Pro软件。包括一个一年有效期的激活码。每年需更新 产品货号: SMP.IMPORT.XLS.AND.XML	可以导入基于Excel格式或者XML 格式模板的永不过期的 SoftMax Pro软件。包括一个可安装在一台电脑上的激活码。 产品货号: SMP.IMPORT.XLS.XML.NONEXP



扫一扫关注我们的官方微信