



SoftMax Pro 7 GxP企业版软件

主要特点

- 验证包最大程度降低软件的验证的成本和时间
- 管理员控制和管理用户的权限和使用
- 内置审核员登录权限，无需额外证书

业界信任

- SoftMax® Pro 7 GxP 是我们推出的第四代企业版软件并带有合规工具
- 结合了超过1个世纪的开发经验和100多位相关领域和内部人员对硬件、应用和数据分析的透彻理解
- 2004年至今，安装超过160,000个企业版软件账号
- 荣获全球最大50家制药公司“最满意企业版软件”称号
- 同一厂家提供软硬件，提供一站式解决方案，包括160多种专业模版用来分析微孔板数据

节省时间和节约成本

- 提供大量系统化的工具，相比于使用多套软件来获取和分析数据，最多可降低50%的时间和成本
- 在一个软件平台上，从数据分析到验证，提供全程监控
- 规避了在不同软件平台之间进行数据传输所产生的时间成本和准确性的丢失
- 相对于其他手段，可节省额外方法开发的成本至\$200K

企业版软件合规部分的更新

高性价比GxP软件的特点	2003 (v4)	2005 (v5)	2012 (v6)	2016 (v7)
审计追踪	✓	✓✓	✓✓	✓✓
密码有效期	✓	✓	✓	✓
多级细分用户权限	✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓
曲线拟合	6	9	21*	21*
平行线分析 (PLA) 和相对权重		模板	内置验证机制	内置验证机制
指定二级管理员		✓	✓	✓
软件验证方案	✓	✓	✓✓	✓✓
支持酶标仪台数	14	18	22	23
FlexStation 3 兼容		✓		✓
兼容操作系统	Win XP	Win XP/7	Win 7/8	Win 7/8/10
IQ/OQ	纸质版	纸质版	电子版	电子版
置信区间计算			✓	✓
参数相关性确定最佳曲线拟合方式			✓	✓
新增的记事本功能提高文本布局的灵活性			✓	✓
用户自定义报告中包括图像、图表等方式			✓	✓
打印预览和用户自定义页眉页脚			✓	✓✓
敏感内容的搜索帮助			✓	✓
支持导入文件的格式	.txt	.txt	.txt, .xml	.txt, .xml
支持导出文件的格式	.txt	.txt, .xml	.txt, .xls, .xml	.txt, .xls, .xml
多任务动力学及执行日志				✓
i3(x)、Paradigm卡盒和FilterMax F3/F5验证板模板				✓

*增强了的图表选项和21种曲线拟合包括4-和5-参数模式

数据采集和分析

合规软件

- 支持普通数据或科学计数法、3D柱状图、热图或灰度图等形式来显示数据
- 具有强大的曲线拟合能力用来分析数据，相对权重和IC₅₀值，米氏方程法酶动力学检测，曲线下面积计算，最大值和更多期望的计算方式
- 利用内置简单易用的验证模板可简便快速的验证仪器硬件的主要检测功能
- 采用具有密码保护功能的电子签名进行数据文件的验证、授权和批准
- 电脑产生的每一个数据都具有使用者文档历史记录，带时间戳的审计追踪
- SoftMax Pro7 GxP软件支持通过TCP/IP连接方式远程操作
- 我们专业的安装和自定义协议服务加速软件的应用

专业服务

MD 的GxP软件服务保障计划

- 优先响应
- 强大的分析支持
- 多达两天的实验室支持(仅Molecular Devices网站)
- 设备远程访问
- 针对用户账号和权限问题的故障排除
- 为协议实验室定制SoftMax Pro软件和仪器特别验证服务

安装服务

- 用户IT系统信息构架反馈，包括了验证过程
- 安装问题的故障排除
- MDC文件服务许可的设置和优化
- GxP管理权限和使用户账号设置帮助
- 授权设置和优化

定制模板服务

- 目前模板的转换至SoftMax Pro软件内使用或开发新模板
- 利用我们专家为您定制的SoftMax Pro模板来满足您更多不同实验需要
- 具有标准、中级和高级别复杂模板的创建选择



扫一扫关注我们的官方微信