



赛多利斯
Quintix[®] Pro
重塑标准天平的定义

Simplifying Progress

SARTORIUS

Quintix® Pro

真正通用的实验室天平

Quintix® Pro 实验室天平提供您所需的性能，并具有额外的高级功能，从而提高易用性、灵活性和环保设计的标准。



易用性

通过以下新的高级功能增强用户体验：

- 提供 7 英寸高分辨率全触摸图形显示屏和升级的现代用户界面，可轻松访问菜单选项
- 通过内部电动调水平（可选）和全自动内校功能 isoCAL 确保高称重精度
- 快速访问常见帮助主题的集成的电子操作说明书
- 通过改进半自动滤波器自适应（AFA），基于每个应用程序的独特需求快速调整天平性能
- 无缝连接功能包括接口选项、快捷数据传输和符合 GLP|GMP 的打印输出





灵活性

可灵活用于广泛的环境和应用：

- 支持自定义不同级别的用户管理访问，提供密码保护
- 经测试，可用于 A 级和 B 级洁净室以及特殊环境，如真空、氩气和氮气
- 智能设计和由 PBT、玻璃和不锈钢制成的耐化学性表面支持常规清洁方案
- 提供用于常见称重任务的 15 个集成称重应用
- 扩展语言包，包含 15 种语言选项

可持续性

从工厂到应用现场产生的环境影响更小：

- 除使用环保包装外，环保型生产过程还使用回收材料，如铝
- 操作节能，提供待机或关机模式
- 自动调光功能，在天平不使用时降低显示屏亮度，以实现节能
- 用户定义的全自动唤醒模式可及时为仪器通电，以供日常使用
- 电子操作说明书可最大限度地减少纸张消耗，同时允许快速访问信息



友好的用户界面

轻松操作

得益于现代易用性概念，Quintix® Pro 操作毫不费力。启动助手可实现快速轻松地设置天平，而内置交互式操作说明书随时可按需提供帮助。Quintix® Pro 提供 15 种语言选项，非常适合实验室。



状态中心

Quintix® Pro 状态中心全面概述重要的天平状态信息，单击一下即可查看。



用户管理

Quintix® Pro 的高级用户管理系统可为每个用户分配单独的角色，并根据具体用户需求进行自定义。此功能允许 Quintix® Pro 严格限制授权人员访问菜单，从而对称重过程提供全面控制和保护。



正确调水平

水平状态一目了然

使用 Quintix® Pro，可轻松验证天平是否正确调水平。
只需快速查看触手可及的水平指示器即可。

连续实时水平监测

Quintix® Pro 的 LevelControl（水平控制）功能可确保天平正确调水平。它可以持续地实时监测水平状态，即时检测到任何偏差。如果检测到任何倾斜，它会立即响应以保护您的数据：还会提醒您并暂时阻止数据传输到打印机或计算机。Quintix® Pro 将实时指导您完成调水平流程。

使用 Quintix® Pro LevelControl（水平控制）可确保测量完全准确。



电动调水平

使用电动脚更容易执行调水平。Quintix® Pro 只需按下按钮即可完全自动调水平。

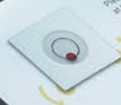




SRT2115

Manual leveling

Please turn in the direction of the arrow at the indicated leveling foot.



监控功能 and 安全性

isoCAL：可靠性保证

温度波动会影响称重结果的精度。Quintix® Pro 利用其温度和时间触发的全自动内部校准和调整功能 isoCAL，从一开始就消除这种风险。



增强可追溯性

Quintix® Pro 的内部设备日志功能记录所有校准和调整水平的过程，以及天平和称重设置的任何更改。这将创建一个带日期和时间戳的可跟踪日志文件，从而改善质量保证过程。



持续保护称重数据安全

利用 Quintix® Pro 中的各种安全等级设置，实现安全的数据传输。可根据具体安全要求定制 Quintix® Pro 的自动监测系统。无论选择高级别、标准级别还是低级别监测，Quintix® Pro 都能确保只处理准确的数据。



改进的环境条件自适应 (AFA)

无论所处环境是否稳定，只需单击一下，Quintix® Pro 都可以轻松适应特定的环境条件。



保护和清洁

适用于真空、氩气、氮气等特殊环境



使用保护罩增强保护

通过保护罩增强对 Quintix® Pro 的保护，保护罩可覆盖天平的整个外壳，提供额外的污染防护。

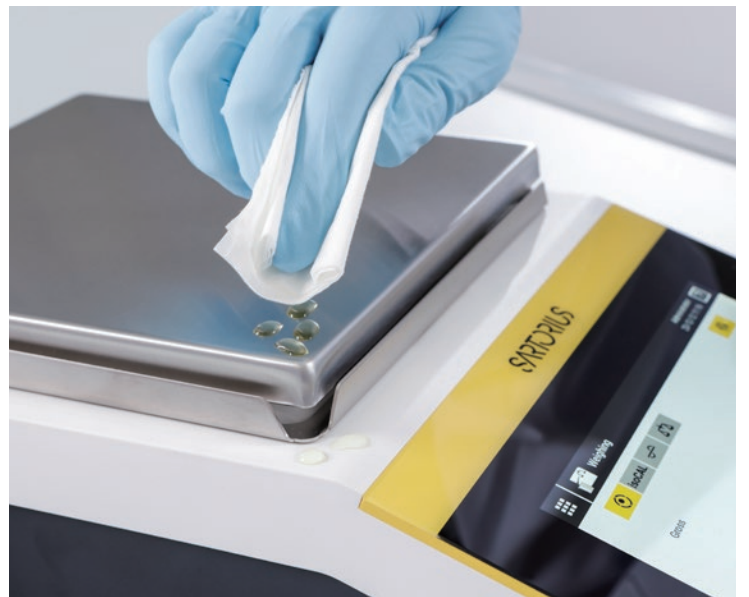
称重盘和防风罩底板的额外保护罩在处理危险材料的区域特别有用。





易清洁

Quintix® Pro 的现代设计便于轻松直接地清洁天平。使用耐用材料（如聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）、不锈钢和玻璃）不仅可确保高耐化学性，还可防止交叉污染。



文档和数据传输： 简单、快捷和可靠

面向未来！ Quintix® Pro 支持通过三个 USB C 型接口、RS232 9 针接口和一个以太网接口与外部设备进行多重连接。通过以太网接口将称重数据或校准报告传输到 U 盘或直接传输到数据库。

数据传输：直接且正确

利用天平的 USB C 型接口和即插即用技术，轻松地将 Quintix® Pro 连接到计算机或实验室打印机上。PC 直连功能允许将测量结果直接无缝传输到 Microsoft® Office 程序。由此，无需使用附加软件，支持以所选格式准备数据，便于使用电子表格进行计算。

数据文档：快速且简单

Quintix® Pro 直接连接到赛多利斯实验室打印机上，可快速准确生成称重的打印结果。您可以使用标准的打印纸或实用的、连续长度的标签卷纸、甚至耐褪色纸进行可靠记录，为样品打上独特标识。



样品标识：Quintix® Pro 可生成更加精确可靠的结果

如果在监管环境中使用需要唯一标识的样品，Quintix® Pro 的内置样品标识功能是理想选择。此功能允许根据具体需求定制打印输出信息。Quintix® Pro 具有交互式触摸显示屏和字母数字输入功能，可简化输入复杂样品 ID、批次 ID 或项目 ID 的过程。使用 Quintix® Pro 轻松生成准确可靠的样品记录。



通用应用程序

支持高效工作流程的集成应用程序

用户友好的设计与丰富的集成应用程序相结合，使 Quintix® Pro 成为一款真正的通用天平，适用于任何环境：

称重 | 配料、质量单位换算、计数、百分比称重、计算、混合、成分、密度测定、统计、检查称重、动物称重、峰值保持、移液器智能检查、差异称量、下吊钩称重。



服务工具

灵活维护和可靠备份

为每个 Quintix® Pro 单独定义服务和维护间隔，以保持符合现有的 SOP。可轻松地将天平设置的备份导出到外部存储设备，如 U 盘。保存的记录始终可访问，也可传输到其他设备。

每个 Quintix® Pro 都附带一份单独的工厂验收测试报告，确认符合所有规范。



Quintix® Pro 生命周期服务

称重是所有实验室的一个关键过程，其中结果的可靠性和重复性以及精度和准确性至关重要。为了在整个设备生命周期内始终获得可靠的称重结果，赛多利斯将优质产品与专业的生命周期服务相结合。

我们可为您的实验室天平提供广泛的认证和认可服务，旨在确保获得优质称重结果，延长设备寿命，并尽可能减少停机时间。我们的服务可确保您的天平在允差范围内顺畅运行，并获得持续合规、可重复和可靠的测量数据。



服务概览



安装和调试： 从一开始即可获得可靠的结果

您的优势：

- 卓越的称重性能，从开始即获得稳定的结果
- 将设备无缝集成到实验室环境中
- 系统性能和结果的优化
- 操作人员接受过专业培训



设备认证（IQ|OQ）： 符合 GMP 要求

您的优势：

- 完全符合法规要求（GMP|GLP）
- 审计安全性
- 我们的方法基于风险考量，能够对所有关键的设备方面进行规范
- 在所有必要的法规和技术知识的范围内提供服务。



预防性维护和服务合同： 长期工艺安全性和可靠结果

您的优势：

- 系统的顺畅运行
- 延长仪器使用寿命
- 符合监管法规要求
- 为您的特定需求量身定制服务合同，全面控制成本



校准服务： 称重结果可追溯、监管合规

您的优势：

- 在许多国家获得经 ISO/IEC 17025 认证的校准证书
- 保证可追溯到国家标准
- 符合 USP<41> 和《欧洲药典》第 2.1.7 章的最小称样量证书。
- 符合 OIML R76 的型式批准天平证书

技术规格

分析天平

型号	调平功能	称重能力 [g]	可读性 [mg]	重复性 [mg]	重复性, 典型值 [mg]	稳定时间, 典型值 [s]	称重盘尺寸 [mm]	称量室高度 * [mm]	尺寸 (宽 × 深 × 高) [mm]
QTX324IRU-1x	手动 电动	320	0.1	± 0.1	± 0.08	≤ 1.5	Ø 90	240	220 × 377 × 346
QTX324IMU-1x									
QTX224IRU-1x	手动 电动	220	0.1	± 0.1	± 0.08	≤ 1.5	Ø 90	240	220 × 377 × 346
QTX224IMU-1x									
QTX124IRU-1x	手动 电动	120	0.1	± 0.1	± 0.08	≤ 1.5	Ø 90	240	220 × 377 × 346
QTX124IMU-1x									

毫克天平

型号	调平功能	称重能力 [g]	可读性 [mg]	重复性 [mg]	重复性, 典型值 [mg]	稳定时间, 典型值 [s]	称重盘尺寸 [mm]	称量室高度 * [mm]	尺寸 (宽 × 深 × 高) [mm]
QTX1503IRU-1x	手动 电动	1500	1	± 1	± 0.5	≤ 1	Ø 120	240	220 × 377 × 346
QTX1503IMU-1x									
QTX1203IRU-1x	手动 电动	1200	1	± 1	± 0.5	≤ 1	Ø 120	240	220 × 377 × 346
QTX1203IMU-1x									
QTX623IRU-1x	手动 电动	620	1	± 1	± 0.5	≤ 1	Ø 120	240	220 × 377 × 346
QTX623IMU-1x									
QTX423IRU-1x	手动 电动	420	1	± 1	± 0.5	≤ 1	Ø 120	240	220 × 377 × 346
QTX423IMU-1x									
QTX323IRU-1x	手动 电动	320	1	± 1	± 0.5	≤ 1	Ø 120	240	220 × 377 × 346
QTX323IMU-1x									

* 称重盘的上边缘至上防风罩面板的下边缘
x= 某些国家特定型号的术语，OCN= 适用于中国型批的天平。

精密天平

型号	调平功能	称重能力 [g]	可读性 [mg]	重复性 [mg]	重复性, 典型值 [mg]	稳定时间, 典型值 [s]	称重盘尺寸 [mm]	尺寸 (宽 × 深 × 高) [mm]
QTX6202IRO-1x QTX6202IMO-1x	手动 电动	6200	10	± 10	± 5	≤ 0.9	182 × 182	215 × 377 × 95
QTX4202IRO-1x QTX4202IMO-1x	手动 电动	4200	10	± 10	± 5	≤ 0.9	182 × 182	215 × 377 × 95
QTX3202IRO-1x QTX3202IMO-1x	手动 电动	3200	10	± 10	± 5	≤ 0.9	182 × 182	215 × 377 × 95
QTX2202IRO-1x QTX2202IMO-1x	手动 电动	2200	10	± 10	± 5	≤ 0.9	182 × 182	215 × 377 × 95
QTX1202IRO-1x QTX1202IMO-1x	手动 电动	1200	10	± 10	± 5	≤ 0.9	182 × 182	215 × 377 × 95
QTX12201IRO-1x QTX12201IMO-1x	手动 电动	12200	100	± 100	± 50	≤ 0.9	182 × 182	215 × 377 × 95
QTX10201IRO-1x QTX10201IMO-1x	手动 电动	10200	100	± 100	± 50	≤ 0.9	182 × 182	215 × 377 × 95
QTX8201IRO-1x QTX8201IMO-1x	手动 电动	8200	100	± 100	± 50	≤ 0.9	182 × 182	215 × 377 × 95
QTX6201IRO-1x QTX6201IMO-1x	手动 电动	6200	100	± 50	± 50	≤ 0.9	182 × 182	215 × 377 × 95
QTX3201IRO-1x QTX3201IMO-1x	手动 电动	3200	100	± 50	± 50	≤ 0.9	182 × 182	215 × 377 × 95

* 称重盘的上边缘至上防风罩面板的下边缘
x= 某些国家特定型号的术语，OCN= 适用于中国型批的天平。

联系我们

更多联系信息，请访问

www.sartorius.com.cn

赛多利斯莱珀思（上海）贸易有限公司

邮箱 leadscn@sartorius.com

服务热线 400 920 9889 | 800 820 9889

