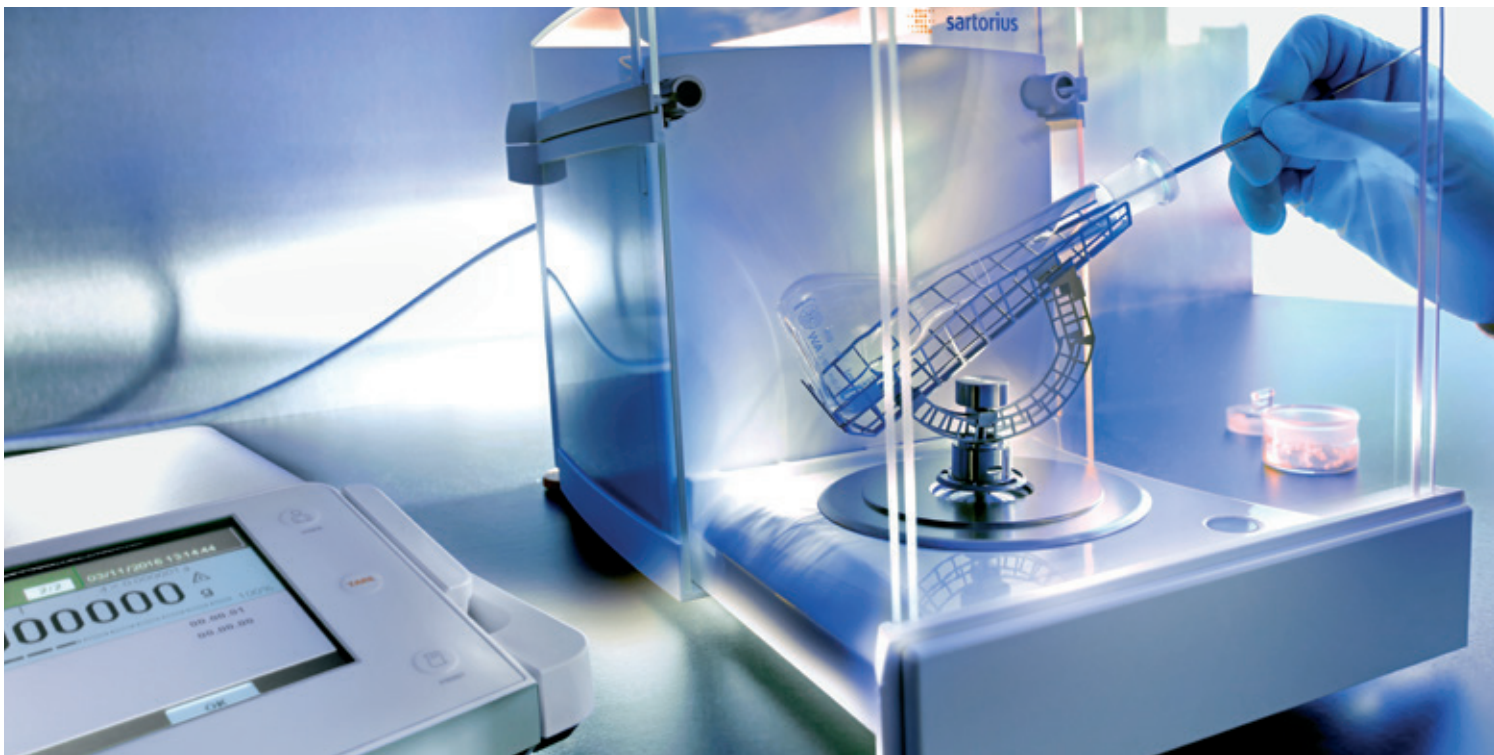


## Cubis® 大量程微量天平：直接用大 体积容器称量微量样品



## 让棘手的样品转移成为过去式

在大样本容器（容量达50mL）内直接进行可靠的小样本称重

您是否依然在小样本容器、称舟或纸张上进行这些珍贵样品的称重，然后再将其转移到大样本容器中？

您是否发现为此必须将称舟浸没到溶剂中，或者使用刷子以免损失任何样本？

此过程不仅费力，且极容易出现误差。此外还增加了污染的风险，因为珍贵样品将有一部分始终会在转移过程中丢失，无法确保样本全部进入样本容器中。

### 在大样本容器(容量达)内直接进行可靠的小样本称重

全新的大量程Cubis® MSA/MSU66S 微量分析天平拥有高达6千万的分辨率和1µg的可读性，61g的称重能力。由于其高称重能力，您无需转移样本，且您可以直接在大样本容器中称重最小的样品量，比如长颈容量瓶和HPLC瓶。

这免除了过程中的许多步骤，并保证了珍贵样本100%的利用率。

### 由于最小样本量减少,节省了珍贵样品

全新的Cubis® 微量天平能称量极少的样品量，因此可进行符合药典标准和FDA的称量。这意味着您可以在样本量显著降低的情况下完成任务。更何况这些样品可能非常珍贵或仅能在少量情况下使用。

### 通过避免使用称舟和纸张而减少成本

由于无需繁琐的样本转移，不仅节省了时间，还节省了称舟和纸张的成本，以及后续处置的成本。



## 始终处在正确位置, 进行 最优的手动配液

为每种容器实现安全有效的称量

我们已经开发了灵活的样品支架, 以便固定盛有原液或标准品的容器以进行最优的手动配液。

无论是长颈圆底瓶, 圆柱形的HPLC瓶或反应容器, 钛质样品支架都可以针对对应的容器尺寸进行调整。支架的角度和位置也可以进行调整, 以便进行符合人体工学和可靠的配液。

### 省去风险步骤, 提高用户安全性

转移样品时, 微小的悬浮微粒可能由于溅出或冲刷而被释放。如此将会不必要地危及您的员工, 尤其在处理有毒物质时。直接称重时, 用户可以免于过多接触到悬浮微粒。由于大样本容器有较宽的开口, 使用抹刀往小容器内配料时的物质溅出量同样会减少。



能灵活调整的样品支架是Cubis® 大量程天平的标准配置。支架可以快速的调整以适应不同的容器, 比如长颈容量瓶或者HPLC瓶

50mm的样品盘上的扩充空间可有效承重大体积的容器(66S和66P的标准称盘尺寸)。



## 拥有6千万分辨率的卓越称量

用户可以获得最佳的称重性能

拥有6千万分辨率的全新大量程Cubis®微量天平是全球拥有最高分辨率的微量天平系列。这款高精确度的天平走在称重技术的前沿，拥有优异的计量参数，满足多种应用需求。

### 仅有经过培训的用户可以获得可靠的称重结果

所用的容器越大，暴露在以下环境影响因素中的面积也越大：温度、浮力、气流、静电效应等都对测量时间和称重值的稳定性有很大的影响。以下规则同样适用于此：使用的样本量越小，相对测量误差就会变得越大。同时，操作也会变得更加困难。

用户在使用天平时越能避免操作和环境影响，就能取得越好的称重结果。

我们通过讲座、培训课程、帮助文件和有价值的建议为您提供积极支持，以便您可以获得使用大量程微量天平的最优效果。

[www.sartorius.com/en/EUR/services/training](http://www.sartorius.com/en/EUR/services/training)



尽管使用了大容器，您还是有足够的称量空间。



作为可选项，YCM20MC气象站可以有效监控称量室环境(温度，气压，湿度)。

# 使用集成的Q-App进行更加高效和可靠的工作

利用独特的Cubis®个性化软件，直接在大量程Cubis®微量天平中运行“Q-Apps”，无需使用手提电脑或中间设备。Q-Apps是可下载使用的应用程序，能够通过操作流程逐步指导用户。Q-Apps可以保证始终遵循相应SOP中所述的程序。

## 标准Q-App和Q-App定制化可供选择

### 标准Q-App

多种标准化Q-App正等待着您来发掘：差重称量、配方、控制灌装量、密度测定等。

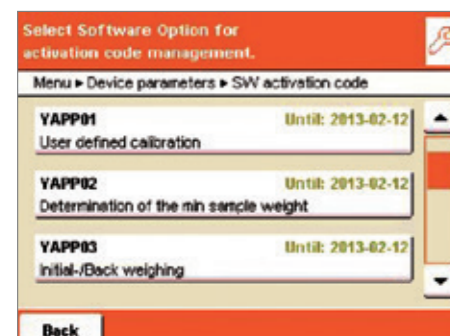
### 个性化Q-App

相比标准Q-App，个性化Q-App可以针对您的特定解决方案进行编程，以直接满足您的独特需求和流程集成的期望。

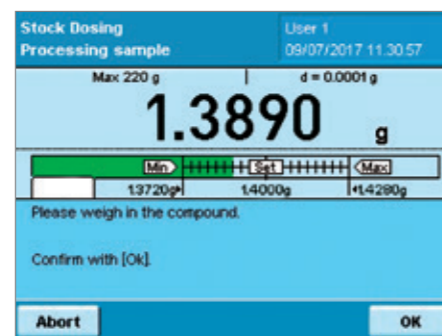
请直接联系您当地的Sartorius销售人员。他们会现场参观，与您一同完成必要的工作流程，并创建适合您任务的个性化Q-App。

我们为您的大量程Cubis®微量天平推荐以下Q-App:

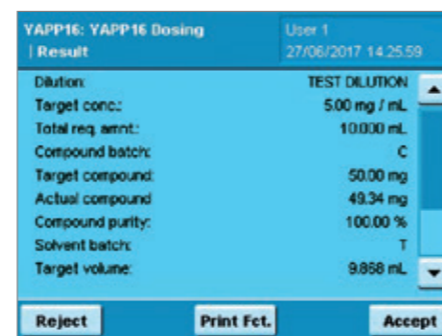
- UserCal Advanced YAPP012**  
管理外部校准,最多带5个可定义砝码和HTML的数据分析 (Q-Web)
- USP Advanced YAPP022**  
根据USP第41章,确定天平的工作范围并带有HTML分析(Q-Web)
- QR|Barcode Reader YAPP11**  
易于使用的应用程序,在连续的纸或标签上创建条形码和QR码或ID(需要Sartorius YDP30打印机)。
- Easy ID YAPP12**  
带个性化样品ID和GLP打印输出的称重应用程序
- NTP Time Server NEW**  
用于从NTP服务器同步当前日期时间的应用程序。
- Dosing YAPP16\* COMING SOON**  
配液应用程序,尤其适用于HPLC。



轻松激活Q-Apps.



用YAPP16 Q-App为配液称量样品和溶剂。



用YAPP16 Q-App配液的结果。

# 为您特定的需求实施单独的配置

## 自动配制标准液

已定义的浓度标准液用于判定未知样本的浓度。在这里，必须准确地进行标准液的准备，以便在确定浓度时尽量减少误差。然而,要非常精确的称量固体样品,以便使用预先计算好的溶剂量,这几乎是不可能的。

利用全新的Q-App剂量软件YAPP16,您的Cubis®MSA将成为一个全自动的系统,可对所有测量值进行重量控制。

Q-App剂量软件根据样品重量自动调整溶剂至初始重量,并使用实际添加的溶剂量来验证标准溶液的最终浓度。耗时且容易导致误差的手动标准液制备现已成为过去。

Q-App的剂量软件提供了一个与Thermo-Fischer Chromeleon™软件的接口,这个软件能形成所有分析数据完全可追踪的文档,包括标准液的制备。

访问Sartorius Q-App中心,获得免费试用

您可以从Q-App中心直接下载任何标准Q-App,并直接将其从卡转移到Cubis®MSA实验室天平上,您可以免费试用30天。如果你对这些功能感到满意,并且认可给您带来的便利,直接输入你的个人信息和Cubis®序列号以购买Q-App。几分钟后,你将收到你的个人激活键。



## 您可以开始充分利用大量程Cubis®微量天平了

面对控制部门的高要求，特别是在制药行业的质量控制和研究实验室，Sartorius的Cubis®高级实验室天平系列是公认的标准。

Cubis®实验室的天平不仅可以用软件整合到你的个人工作流程中，还可以通过合适的附件和机械扩展件来适应你的称量容器和工作环境。

目前,新的大量程微量天平的加入壮大了Cubis®系列产品。拥有高达6千万分辨率的天平是全世界分辨率最高的微量天平。

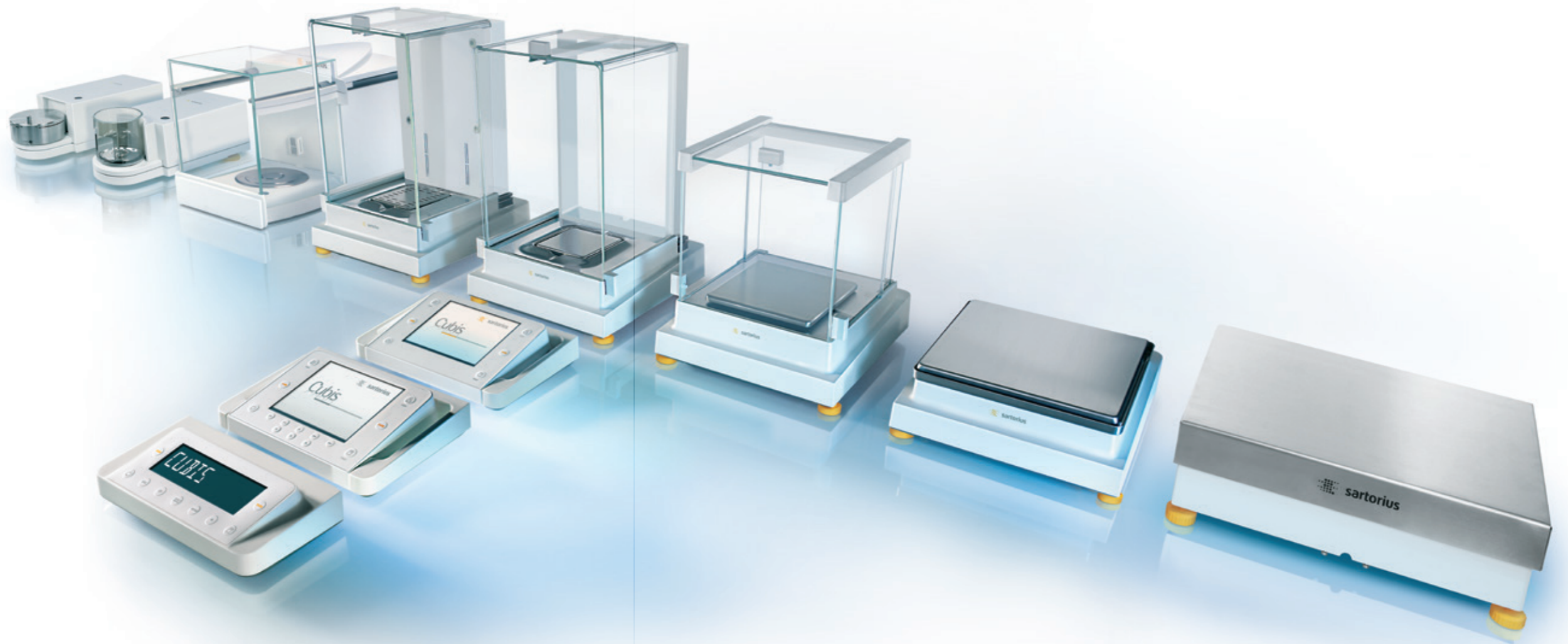
因此，它完美地符合了Cubis®系列的高端实验室天平的概念，它最终提供了一个理想的解决方案，并集成到您的实验过程中。

## 选择您偏好的Cubis®型号

61g和31g的称重能力两种单量程的天平，61g和31g克的称重能力，1 $\mu$ g的可读性和两种多变量程的型号，61 | 12g和31 | 6g的称重范围结构，10 | 1 $\mu$ g的可读性。

独特的Cubis®个性化软件允许您直接在天平中执行自有的完整的完全定制化的需求。无需笔记本电脑或耗时的中间设备安装。

您的天平可以处理所有事务，从将数据集成到更高级的软件，到直接执行您的SOP，以及完全控制您的实验过程等。



Model MSA66S-000-DH: the balance that holds the world record in resolution.

# 选择您偏好的Cubis®型号

新的大量程天平同样使用Cubis®的模块化设计。

您可以用如下订货编码配置您的天平：



显示器：

xxx = MSA or MSU  
(请参考标准Cubis®彩页的详细描述)

称重单元：

yyy = 66S, 66P, 36S or 36P

水平：

0 = 显示屏呈现电子水平泡指导水平调节

测试报告：

zz = 00 = 标准合格证书

zz = TR = 与00相同，但是带有详细的测试协议

zz = CE = 带有欧洲校准许可证的工厂校准(自2017年10月可定)

防风罩：

ww = DH; 电动防风罩具有位置记忆功能，可任意定义侧门和顶门的开合幅度由按键或者红外感应器YHS01MS控制

型号	66S	66P	36S	36P
可读性   $\mu\text{g}$	1	1   10	1	1   10
量程   g	61	12   61	31	6   31
典型稳定时间   s	3.5	3.5	3.5	3.5
典型反应时间   s	10	10	10	10
重复性   $\pm\mu\text{g}$	4	10	2	8
线性   $\pm\mu\text{g}$	20	20	15	15
四角误差 (偏心率)*   $\pm\mu\text{g}$	20	20	15	15
最小称样量*   mg	0.82	0.82	0.82	0.82

\* 根据usp41章，最佳称量范围从820d到最大量程。最小称样量820d，由于安装环境的影响，这个值可能会更高。

## 接口选项

每台天平都有一个额外的可选接口

IR	RS-232 接口，25 针
IB	Bluetooth®** 接口
IP	RS-232 接口，9 针，包括 PS/2 接口

\*\* 无线蓝牙技术的品牌名称和商标皆为Bluetooth SIG Inc 所有。赛多利斯集团对此品牌名称和商标的使用获得了许可证。其他品牌名称和商标归各自所有者。

## 部分可选配件 全部配件请参考标准Cubis® 彩页

### 大量程微量天平的特殊配件

防风罩内使用的未校准气象站	YCM20MC
校准带 DAkkS*** 证书的气象站	YCM20DAkkS
有 DAkkS*** 校准证书的气候模块	YCM20MC-DAkkS
配液 Q-App	YAPP16
U型静电消除器,由 HAUG 公司生产 适用于230 V 电源	YIB02-230V
U型静电消除器,由 HAUG 公司生产 适用于110 V 电源	YIB02-115V

\*\*\* 证书由国际认可的德国国家认证机构发行

## 赛多利斯(上海)贸易有限公司

E-mail: info.cn@sartorius.com

服务热线 400 920 9889 | 800 820 9889

地址：上海市浦东新区张江高科技园区金科路4560号1号楼北楼三层

邮编：201210

电话：+86.21.6878.2300 传真：+86.21.6878.2882



www.sartorius.com.cn