



# 赛多利斯 专业校准服务 PCS

Professional Calibration Service

Simplifying Progress

**SARTORIUS**

# 天平·砝码·移液器

一站通过式服务!

还在为天平、砝码、移液器校验失败而苦恼吗?  
赛多利斯维修、校准一站通过式服务为您轻松搞定!

## 我们是谁

赛多利斯集团成立于1870年,总部位于德国哥廷根,是国际领先的生命科学研究和生物制药行业合作伙伴。

## 我们做什么

集团的实验室产品与服务板块为生物制药企业以及各类科研机构提供创新的实验室设备及产品,以满足客户开展高端科研实验和严苛的质控需求。集团的生物工艺解决方案版块提供全套的生物制药设备,并专注于一次性解决方案,帮助客户安全高效的生产生物药品和疫苗。

## 我们的价值观

持久,开放,快乐构成赛多利斯创新和竞争优势的基石,在全球范围内将我们与客户和业务合作伙伴,与投资者和整个社会紧密联系在一起。



# 天平·砝码·移液器

一站通过式服务!

## 什么是 CNAS 认证?

CNAS 认证, 为中国合格评定国家认可委员会的认证英文缩写, 中国合格评定国家认可委员会是在原中国认证机构国家认可委员会(CNAB)和中国实验室国家认可委员会(CNAL)基础上合并重组而成的。获得 CNAS 认证表明具备了按相应认可准则开展检测和校准服务的技術能力。

## 赛多利斯 CNAS 校准证书?

赛多利斯是国内最早获得天平 CNAS 校准资质和移液器 CNAS 校准资质的实验室设备厂商。实验室依据国际标准 ISO/IEC17025 所建置, 通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可获得证书, 出具的校准证书具有权威性、公正性、可溯源性, 国际认可!



赛多利斯(上海)贸易有限公司苏州分公司校准实验室  
(注册号:CNAS L5145)



# 校准与检定区别

## 依据

**校准:** 国家计量校准规范JJF或经方法确认的实验室自编校准方法, 检定规程相关部分

**检定:** 国家计量检定规程JJG

## 对象

**校准:** 没有限制

**检定:** 中华人民共和国依法管理的计量器具目录范围内的计量器具

## 目的

**校准:** 确定被校准对象的示值与对应的计量标准所复现的量值之间的关系, 从而给被校准对象的示值赋予校正值或修正值

**检定:** 确认计量器具与技术要求或法定要求的符合性, 对符合性要求的计量器具给予检定合格的结论, 反之为不合格

## 内容

**校准:** 通过与计量标准比较得到校准值或修正值, 不必对是否符合技术要求或法定要求进行判断, 也不作合格与否的结论

**检定:** 确认示值误差是多少, 判断是否符合某一准确度登记或最大允许误差的相关法定要求, 对其他法定要求的符合性进行检查, 如稳定性, 灵敏度, 抗干扰能力, 外观结构, 防止欺骗, 操作的适应性和安全性以及标记要求等, 必须对是否符合法定要求进行判断, 给予合格与否的结论

## 结果

**校准:** 校准结果如校准值, 修正值, 修正因子以及相对于影响量的校准曲线或修正曲线等要在校准证书或校准报告中清晰表达, 同时要给出这些结果数据的不确定度的全部信息

**检定:** 检定结果为合格的出具检定证书, 不合格的出具检定结果通知书。检定证书或检定结果通知书中应给出示值误差等检定结果以及从检定结果得到的符合性结论。在对符合性做判断时应考虑测量结果的不确定度

## 如何确定设备测试和校准的频率?

- 实验对准确度的要求
- 设备使用频率
- 设备使用人数
- 样品的性质
- 用户明确的需求
- GLP 或 GMP 等质量体系要求



# 天平校准

一站通过式服务!

## 证书/报告类型

- 依据JJF1847-2020出具CNAS校准证书
- 依据欧洲标准cg-18出具校准证书
- 依据美国药典USP1251章节出具校准证书
- 依据美国药典USP41章节出具称量范围确认证书
- 依据欧洲药典2.1.7章节出具称量范围确认证书
- 依据赛多利斯出厂指标出具性能检测报告
- 依据客户指定允差要求出具检测报告

## 服务范围

- 针对所有品牌所有型号电子天平

## 服务优势

- 赛多利斯专业技术人员提供服务, 采用高精度赛多利斯原装砝码校准
  - 可追溯至国家标准
  - 校准证书清晰显示所有测量结果和计算测量的不确定性范围
  - 校准前的天平免费清洁保养维护服务等
  - 优先响应, 无需等候
  - 整体打包服务, 可享受移液器, 天平维修配件及砝码\*校准检定折扣
- \* 砝码校准及检定证书由苏州市计量测试院出具



### 2019 强检目录调整解读:

根据2019年10月23日市场监管总局关于发布实施强制管理的计量器具目录的公告,用于贸易结算类的非自动衡器(最大称量不大于60 kg,分度值不小于1mg),使用中应接受强制检定。对于非贸易结算类的,使用者可自行选择非强制检定或者校准的方式,保证量值准确。



# 砝码校准检定

一站通过式服务!

## 证书/报告类型

- E2等级: 苏州市计量测试院出具校准证书
- F及以下等级: 苏州市计量测试院出具校准和检定证书

## 服务范围

- 针对所有品牌砝码

## 服务优势

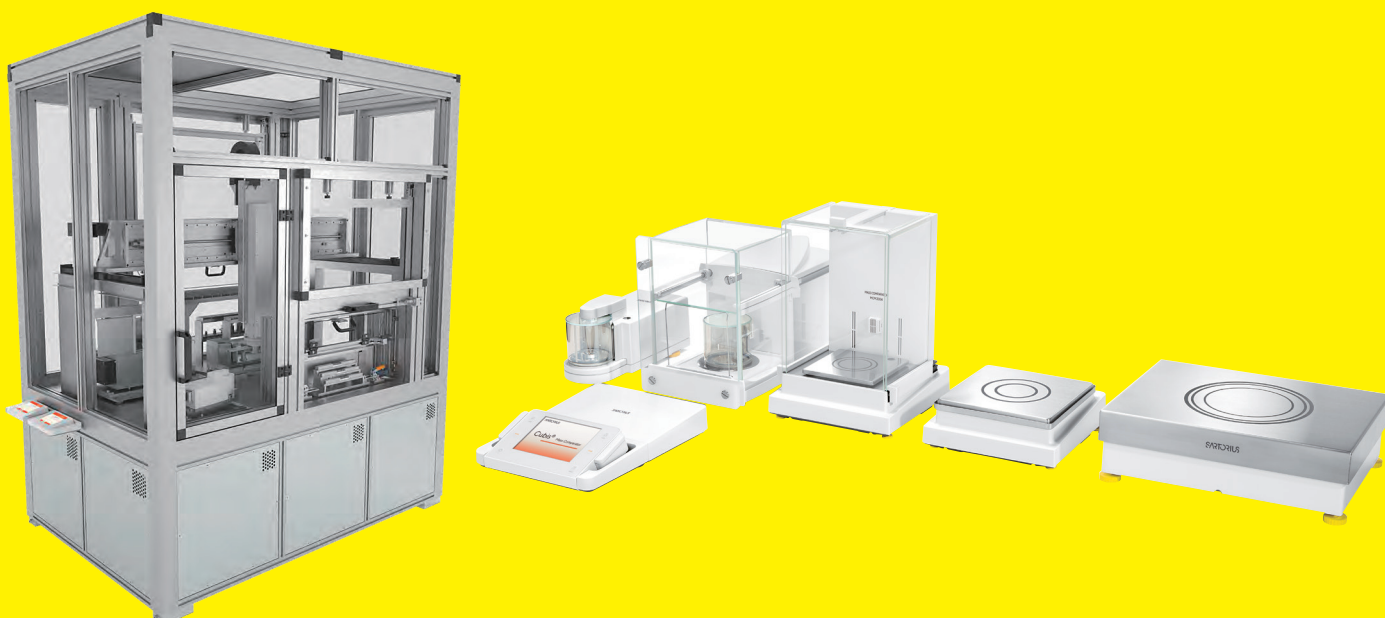
- 苏州市计量测试院校准/检定砝码主要使用赛多利斯比较仪型号有(MCM6.7, MCM106, MCM605, MCM5004, MCM60K2, CCT1000K, CCT2000K, CCR10-1000等)其中CCR10-1000是全自动机器人系统, 整个过程杜绝人为因素从而确保检定值的可靠性, 以及不确定度的最小化
- 符合国标JJG99-2006标准, 可追溯至国家标准
- 计量权威部门提供证书, 可靠性强
- 优先响应, 无需等候, 专业人员提供送检送校服务等
- 整体打包服务, 可享受移液器, 天平维修配件及砝码\*校准检定折扣

## 砝码小知识

砝码作为电子天平的一种检定标准, 决定着电子衡器和天平的质量是否符合标准, 有时不同材质的砝码会因为存放的地点不当, 受到一定刺激性物质的腐蚀等以及空气和温度的原因, 产生一系列的误差, 因此需要对砝码进行定期的校准, 以此来保证砝码标称值的准确性。特别是现在对于绝大多数客户



使用的半微量以上精度的天平而言, 由于天平的精度等级太高, 校准时仅仅使用砝码的标称质量值已经远远达不到电子天平的精度等级, 所以需要对其使用的工作砝码进行修正值的赋值, 以满足高精度分析天平的校准要求。\*砝码校准检定证书由苏州市计量测试院出具



# 移液器校准

一站通过式服务!

## 证书/报告类型

- 依据JJG646标准出具CNAS 证书
- 依据ISO8655出具校准证书
- 依据厂家标准出具校准证书
- 依据用户自定义参数出具证书
- 出具预校准证书

## 服务范围

- 针对所有品牌、所有型号、所有量程的移液器

## 服务优势

- 赛多利斯Speedcal-M12和MPS6.6S移液器校准系统助力精准高效
- 符合JJG646, 可追溯至国家标准
- 移液器校准标签定制化服务
- 校准前免费清洁保养维护服务等
- 优先响应, 无需等候
- 整体打包服务, 可享受移液器, 天平维修配件及砝码\*校准检定折扣

\* 砝码校准及检定证书由苏州市计量测试院出具



# 销售与服务 联系方式

更多联系信息，请访问

[www.sartorius.com.cn](http://www.sartorius.com.cn)

赛多利斯（上海）贸易有限公司

邮箱 [lab.cn@sartorius.com](mailto:lab.cn@sartorius.com)

服务热线 400 920 9889 | 800 820 9889

## 上海

上海市浦东新区盛荣路 388

弄百佳通产业园 3 号楼

7-11 层, 200120

电话 +86 21 6066 6100

## 北京

北京市顺义区空港工业区 B

区裕安路 33 号, 101300

电话 +86 10 8042 6300

## 苏州

苏州市虎丘区科技城锦峰路

158 号 101park-28 幢 201,

215163

电话 +86 512 6616 0490

## 广州

广州市越秀区水荫路 117 号

1105 单元, 510075

电话 +86 20 3761 7284

## 西安

西安市和平路 118 号和平银

座 1107 室, 710001

电话 +86 29 8751 2305

## 成都

成都市上东大街 246 号新良

大厦 2406 室, 610012

电话 +86 28 8666 6877

