



赛多利斯
Entris[®] II
实验室天平

Simplifying Progress

SARTORIUS

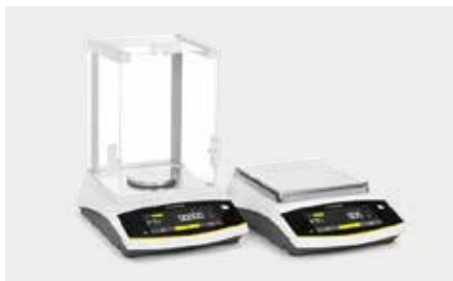


Entris® II

完成基本称重任务的理想之选

赛多利斯天平，始终如一的高品质、高价值

依托近150年的德国工程专业知识，Entris® II具有出色的性能，且拥有两条产品线，您可以找到满足具体称量需求的天平。



Entris® II BCE 系列是一款以经济的价格提供isoCAL、LED触摸技术和12种内置应用的天平。

该系列有40多种型号，轻松满足基本称量需求。

Entris® II BCA 系列为Entris® II 产品组合赋予了附加价值，共有38种以上型号，具有实时水平监控、集成保护系统、CalAuditTrail、图形触摸显示屏及13种内置应用程序等优势。

继续阅读了解Entris® II为何是完成基本称量任务的理想之选。





品质、价值始终如一

精准称量，值得您始终信赖

采用德国设计，符合超卓质量标准

- 确保始终高度准确的称重结果
 - 赛多利斯发明的超级单体传感器*提供技术保障
- 同类产品中出色的稳定速度
 - 采用先进的称重传感器
- 高度可重复性
 - 配置矩形称盘
- 过载保护
 - 牢固耐用的设计，确保量程范围内的称量
- 可靠性有保证
 - 配备自测试“@start”功能
- 德国制造

易于清洗，操作效率高，经久耐用

- 化学耐受性强
 - 采用了由耐磨的聚对苯二甲酸丁二酯(PBT)、不锈钢和玻璃制成的部件
- 防止交叉污染
 - 采用一擦即净的材料和易于拆卸的设计

有效的防风罩

- 尽可能地减小样品带静电引起的称量误差
 - 采用特殊涂层玻璃零件

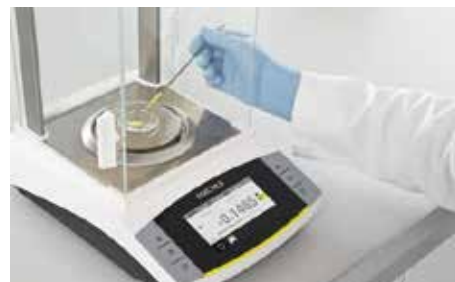
Entris® II BCA 系列的附加功能：

内置实时水平监控

- 简化天平水平调整流程
 - 配有内置电子水平传感器，可持续监测水平状态，未调平时发出报警消息，并提供交互式调整指南

集成保护系统

- 提高称量结果的可靠性
 - 确保只向外部设备传输有效数据



* 一些型号可能有所不同

产品创新

操作方便、高效



isoCAL（全自动内部校准与调整）功能，充分确保获得准确的称量结果

- 高准确度并且操作方便
 - 采用温度和时间触发的全自动内部校准和调整功能
- 确保操作符合(SOP)要求
 - 自动通知功能可告知校准结果是否超出正常范围



LED 触摸屏，操作容易，读数方便

- 直观耐用的LED 与触摸屏技术相结合
 - 用户界面简单、结构清晰

Entris®II BCA 系列的附加功能：
带图形彩色中文触摸显示屏，操作更简便



动态称量应用的数据输出

- 可设置数据输出时间间隔



Entris®II BCA 系列的附加功能：
校准审计追踪 (CalAuditTrail)
提供合规文档

- 自动记录校准和调平过程、并带有日期和时间戳



即插即用技术带来便利

- 自动检测赛多利斯配件(如打印机、第二显示器)
- 真正的“PC 直连功能”，轻松连接到PC，以便将称量数据直接传输到电子表格或者文本如Microsoft® Excel 或 Word 等格式的文档中。



轻松适应您的环境条件

- 只需点击屏幕图标，一键选择防震等级



广泛的应用

确保不会过时

选择适合您各项任务的型号产品

- 轻松找到您所需称量应用的正确型号。Entris® II BCE 系列提供 40 种型号（同类产品中最广的产品组合），而Entris® II BCA 系列提供 38 种型号。根据所选型号，称量范围从 60 g 到 12,200 g，可读性从 0.1mg 至 1g。

Entris®II BCA 系列的附加功能：
扩大称量范围

可读性	Entris®II BCE	Entris®II BCA
0.1 mg	60 g, 120 g, 220 g	60 g, 120 g, 220 g, 320 g
1 mg	220 g, 320 g, 420 g, 620 g, 650 g	220g, 320 g, 420 g, 620 g, 1,200 g
10 mg	620 g, 820 g, 1,200 g, 2,200 g, 3,200 g, 4,200 g, 6,200 g	820 g, 1,200 g, 2,200 g, 3,200 g, 4,200 g, 6,200 g
0.1 g	2,200 g, 5,200 g, 8,200 g	2,200 g, 5,200 g, 8,200 g, 10,200 g, 12,200 g
1.0 g	6,200 g, 8,200 g	-

内置 12 种应用程序，打印输出 | 数据输出符合 GLP|GMP 要求

- 称量 | 填料
- 计数
- 百分比称量
- 混合 | 净重总计
- 组分 | 总重
- 动物称量
- 计算 | 自由因子
- 密度测定
- 统计
- 峰值保持
- 检重
- 质量单位转换
- 适用于较大样品的下部吊钩称量功能

Entris®II BCA 系列的附加功能：
移液器智能测试



称量室

- 称量室内空间大，能轻松放进较大容器
- 方便在称盘上拿取
- 顶部和侧边滑门易于移动和拆卸
- 防风罩可完全拆卸

先进的现代连接方式

- USB C 型接口
- 9 针RS232 接口
- 向后的兼容性（RS232接口）

内置8种语言

- 英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、波兰语

Entris®II BCA 系列的附加功能：

- 中文、日语、韩语、土耳其语、匈牙利语

密码保护确保安全运行

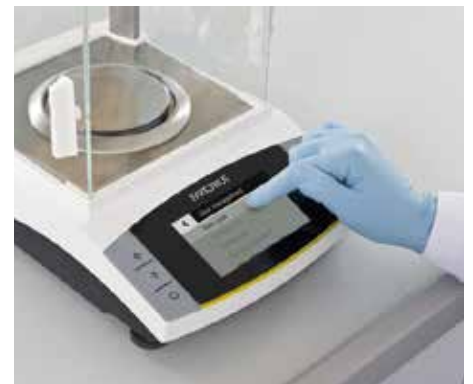
- 防止意外更改天平设置

Entris®II BCA 系列的附加功能：

- 通过第二个USB Type C接口实现与外部设备的多种连接
- 可传输数据（例如，重量和校准报告）至U盘
- 支持多至6种标识符的个性化打印输出

Entris®II BCA 列的附加功能：

- 可通过用户管理控制天平设置的访问权限
- 三级权限管理
- 最多可设置10个用户



Entris® II BCE – 技术参数

半微量天平

型号	称重能力	可读性	重复性 负载为5%时的 典型值	重复性 满量程 典型值	线性偏差 典型值	灵敏度漂移 (+10°C ~ +30°C)	稳定时间, 典型值	称重盘 尺寸	称量室 高度*	尺寸 (宽x深x高)
	[g]	[mg]	[±mg]	[mg]	[±mg]	[±ppm/K]	[s]	[mm]	[mm]	[mm]
BCE95I-1x ¹⁾	95	0.01	0.015	0.02	0.05	1	≤4	Ø 80	240	219×341×357
BCE95PI-1x ¹⁾	65 95	0.01 0.1	0.015	0.02 0.1	0.05 0.1	1	≤ 4.0 ≤1.5	Ø 80	240	219×341×357
BCE55I-1x ¹⁾	55	0.01	0.015	0.1	0.05	1	≤4.0	Ø 80	240	219×341×357
BCE55PI-1x ¹⁾	30 55	0.01 0.1	0.015	0.02 0.1	0.05 0.1	1	≤ 4.0 ≤1.5	Ø 80	240	219×341×357

分析天平

型号	称重能力	可读性	重复性 负载为5%量程时的 典型值	重复性 满量程 典型值	线性偏差 典型值	稳定时间 典型值	称重盘尺寸	称量室高度	尺寸 (宽×深×高)
	[g]	[mg]	[mg]	[mg]	[±mg]	[s]	[mm]	[mm]	[mm]
BCE64I-1CCN	60	0.1	0.08	0.1	0.06	≤1.5	Ø 90	240	219×317×345
BCE64-1CCN	60	0.1	0.08	0.1	0.06	≤1.5	Ø 90	240	219×317×345
BCE124I-1CCN	120	0.1	0.08	0.1	0.06	≤1.5	Ø 90	240	219×317×345
BCE124-1CCN	120	0.1	0.08	0.1	0.06	≤1.5	Ø 90	240	219×317×345
BCE224I-1CCN	220	0.1	0.08	0.1	0.06	≤1.5	Ø 90	240	219×317×345
BCE224-1CCN	220	0.1	0.08	0.1	0.06	≤1.5	Ø 90	240	219×317×345

精密天平

型号	称重能力	可读性	重复性 负载为5%量程时的 典型值	重复性 满量程 典型值	线性偏差 典型值	稳定时间 典型值	称重盘尺寸	称量室高度	尺寸 (宽×深×高)
	[g]	[mg]	[mg]	[mg]	[±mg]	[s]	[mm]	[mm]	[mm]
BCE223I-1CCN	220	1	0.5	1	0.6	≤1.0	Ø 120	240	219×317×345
BCE223-1CCN	220	1	0.5	1	0.6	≤1.0	Ø 120	240	219×317×345
BCE323I-1CCN	320	1	0.5	1	0.6	≤1.0	Ø 120	240	219×317×345
BCE323-1CCN	320	1	0.5	1	0.6	≤1.0	Ø 120	240	219×317×345
BCE423I-1CCN	420	1	0.5	1	0.6	≤1.0	Ø 120	240	219×317×345
BCE423-1CCN	420	1	0.5	1	0.6	≤1.0	Ø 120	240	219×317×345
BCE623I-1CCN	620	1	0.5	1	0.6	≤1.0	Ø 120	240	219×317×345
BCE623-1CCN	620	1	0.5	1	0.6	≤1.0	Ø 120	240	219×317×345
BCE653il-1CCN	650	1	0.5	1	0.6	≤1.0	Ø 120	50	219×317×145
BCE653-1CCN	650	1	0.5	1	0.6	≤1.0	Ø 120	50	219×317×145

I为内校天平
¹⁾ 特定国家的型号标记:
x= CEU: 具有欧盟检验证书的, 无特定国家标记的经过合格性评估的天平
x = OCN: 带有中国批准标记的天平

精密天平

型号	称重能力	可读性	重复性 负载为5%量程时的 典型值	重复性 满量程 典型值	线性偏差 典型值	稳定时间 典型值	称重盘尺寸	称量室高度	尺寸 (宽×深×高)
	[g]	[mg]	[mg]	[mg]	[±mg]	[s]	[mm]	[mm]	[mm]
BCE622I-ICCN	620	10	5	10	6	≤0.9	182×182		219×317×94
BCE622-ICCN	620	10	5	10	6	≤0.9	182×182		219×317×94
BCE822I-ICCN	820	10	5	10	6	≤0.9	182×182		219×317×94
BCE822-ICCN	820	10	5	10	6	≤0.9	182×182		219×317×94
BCE1202I-ICCN	1,200	10	5	10	6	≤0.9	182×182		219×317×94
BCE1202-ICCN	1,200	10	5	10	6	≤0.9	182×182		219×317×94
BCE2202I-ICCN	2,200	10	5	10	6	≤0.9	182×182		219×317×94
BCE2202-ICCN	2,200	10	5	10	6	≤0.9	182×182		219×317×94
BCE3202I-ICCN	3,200	10	5	10	6	≤0.9	182×182		219×317×94
BCE3202-ICCN	3,200	10	5	10	6	≤0.9	182×182		219×317×94
BCE4202I-ICCN	4,200	10	5	10	6	≤0.9	182×182		219×317×94
BCE4202-ICCN	4,200	10	5	10	6	≤0.9	182×182		219×317×94
BCE6202I-ICCN	6,200	10	5	10	6	≤0.9	182×182		219×317×94
BCE6202-ICCN	6,200	10	5	10	6	≤0.9	182×182		219×317×94
BCE2201I-ICCN	2,200	100	50	100	60	≤0.9	182×182		219×317×94
BCE2201-ICCN	2,200	100	50	100	60	≤0.9	182×182		219×317×94
BCE5201I-ICCN	5,200	100	50	100	60	≤0.9	182×182		219×317×94
BCE5201-ICCN	5,200	100	50	100	60	≤0.9	182×182		219×317×94
BCE8201I-ICCN	8,200	100	50	100	60	≤0.9	182×182		219×317×94
BCE8201-ICCN	8,200	100	50	100	100	≤0.9	182×182		219×317×94
BCE6200I-ICCN	6,200	1,000	500	1,000	600	≤0.9	182×182		219×317×94
BCE6200-ICCN	6,200	1,000	500	1,000	600	≤0.9	182×182		219×317×94
BCE8200I-ICCN	8,200	1,000	500	1,000	600	≤0.9	182×182		219×317×94
BCE8200-ICCN	8,200	1,000	500	1,000	600	≤0.9	182×182		219×317×94

Entris® II BCA – 技术参数

分析天平

型号	称重能力	可读性	重复性 负载为5%量程时的 典型值	重复性 满量程 典型值	线性偏差 典型值	稳定时间 典型值	称重盘尺寸	称量室高度	尺寸 (宽×深×高)
	[g]	[mg]	[mg]	[mg]	[±mg]	[s]	[mm]	[mm]	[mm]
BCA64I-IOCN	60	0,1	0.08	0.1	0.06	≤1,5	Ø 90	240	219×317×345
BCA124I-IOCN	120	0,1	0.08	0.1	0.06	≤1,5	Ø 90	240	219×317×345
BCA224I-IOCN	220	0,1	0.08	0.1	0.06	≤1,5	Ø 90	240	219×317×345
BCA324I-IOCN	320	0,1	0.08	0.1	0.06	≤1,5	Ø 90	240	219×317×345

精密天平

型号	称重能力	可读性	重复性 负载为5%量程时 的典型值	重复性 满量程 典型值	线性偏差 典型值	稳定时间 典型值	称重盘尺寸	称量室高度	尺寸 (宽×深×高)
	[g]	[mg]	[mg]	[mg]	[±mg]	[s]	[mm]	[mm]	[mm]
BCA223I-IOCN	220	1	0.5	1	0.6	≤1,0	Ø 120	240	219×317×345
BCA323I-IOCN	320	1	0.5	1	0.6	≤1,0	Ø 120	240	219×317×345
BCA423I-IOCN	420	1	0.5	1	0.6	≤1,0	Ø 120	240	219×317×345
BCA623I-IOCN	620	1	0.5	1	0.6	≤1,0	Ø 120	240	219×317×345
BCA1203I-IOCN	1.200	1	0.5	1	0.6	≤1,0	Ø 120	240	219×317×345

精密天平

型号	称重能力	可读性	重复性 负载为5%量程时 的典型值	重复性 满量程 典型值	线性偏差 典型值	稳定时间 典型值	称重盘尺寸	称量室高度	尺寸 (宽×深×高)
	[g]	[mg]	[mg]	[mg]	[±mg]	[s]	[mm]	[mm]	[mm]
BCA822I-IOCN	820	10	5	10	6	≤0,9	182×182		219×317×94
BCA1202I-IOCN	1.200	10	5	10	6	≤0,9	182×182		219×317×94
BCA2202I-IOCN	2.200	10	5	10	6	≤0,9	182×182		219×317×94
BCA3202I-IOCN	3.200	10	5	10	6	≤0,9	182×182		219×317×94
BCA4202I-IOCN	4.200	10	5	10	6	≤0,9	182×182		219×317×94
BCA6202I-IOCN	6.200	10	5	10	6	≤0,9	182×182		219×317×94
BCA2201I-IOCN	2.200	100	50	100	60	≤0,9	182×182		219×317×94
BCA5201I-IOCN	5.200	100	50	100	60	≤0,9	182×182		219×317×94
BCA8201I-IOCN	8.200	100	50	100	60	≤0,9	182×182		219×317×94
BCA10201I-IOCN	10.200	100	50	100	60	≤0,9	182×182		219×317×94
BCA12201I-IOCN	12.200	100	50	100	60	≤0,9	182×182		219×317×94

* 称盘的上边缘至上防风罩面板的下边缘

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
服务热线 400 920 9889 | 800 820 9889
邮箱 leads-cn@sartorius.com

