



基于成像的全自动 细胞筛选和分离

CellCelector
安装和机柜选择

定制 CellCelector 机柜
满足各类应用需求

- FlowBox 孵育箱，实现细胞样本的无菌、温度、湿度和 CO₂ 控制
- NuAire™ 二级生物安全柜，用于实现无菌条件和用户保护
- PCR 工作台，用于用户保护

CellCelector Flex

CellCelector Flex 由显微成像系统，自动挑取机械臂（图 1）以及一个电脑工作站（包括两个显示器和一个手动操纵杆）组成。两个显示器需要占用 80-100 cm 的台面空间，放置于主机单元的右侧，电脑和电源装置可以放在台面下方或显示器后方。整个系统（包括主机单元、计算机和显示器）仅需要两个 220 V 电源插座。

如果需要无菌工作条件，可以将主机单元放置在 FlowBox 孵育箱或 NuAire 生物安全柜内，或放置在类似大小的生物安全柜内（例如 Thermo HeraSafe KS12 或类似产品）。仍需在台面上留有足够的空间放置 CellCelector 的显示器。





图 1. CellSelector 的典型配置：主机单元放置于生物安全柜内，电脑工作站独立放置于安全柜外部。

环境条件	工作温度	10 - 40 °C
	存储 / 运输温度	15 - 80 °C
	工作湿度	30% - 85%，无冷凝
	存储 / 运输湿度	15% - 95%，无冷凝
	气压	75 kPa - 106 kPa
电源	115 - 230 V / 50 Hz（主保险丝 10 AT）	
	用于 CellSelector 平台和配件的两个插座	
单元尺寸和重量	CellSelector 重量	50 kg
	CellSelector 尺寸和重量	主机单元宽 × 深 × 高：89.0 cm × 50.0 cm × 55.0 cm
	CellSelector 载物台	高度：从载物台表面到底座约 29.5 cm
	CellSelector 显微镜	高度：从显微镜顶部到载物台表面约 25.5 cm
	电缆接头	电缆接头需占用额外的 5.0 cm（后部）和 10.0 cm（侧部）空间

表 1. CellSelector Flex 规格

Incubator FlowBox

在处理活细胞时，通常需要保持无菌工作条件和稳定的生理环境。

FlowBox 孵育箱专为与 CellCelector 或细胞分离而设计，通过由 HEPA 滤网过滤的垂直层流对温度、湿度和 CO₂ 水平进行精确控制。

FlowBox 的这些特性可以大大减少从细胞培养箱中取出细胞到细胞分离操作间的环境变化，同时显著减少了测量、鉴定和转移细胞的时间限制，避免温度或 pH 变化对细胞生理学产生影响。

详细的产品规格可见图 2 和表 2。

特征包括：

空气过滤器

使用孔径在 0.1 至 0.3 µm 之间的滤芯 (HEPA H14) 对灰尘、细菌和气溶胶进行有效过滤。在打开门时继续过滤空气。空气循环系统配备通风控制，可保持空气体积恒定，不受滤芯污染水平的影响。

风扇

配备空气循环系统和排气系统，以确保工作空间始终无污染，并将空气传送到排气系统中。

加热

可控制 20 至 40 °C 的恒定温度，可根据实验条件直接通过控制面板进行调节。

湿度

根据用户要求和实验参数，保持恒定湿度在 20 至 65% 之间。在底部单元的左侧柜内配有一个 10 升的水箱，使用蒸馏水进行填充，以产生所需的湿度。

CO₂ 控制

CO₂ 控制系统由传感器和气动供应单元组成，用于保持恒定的 5% CO₂ 水平。使用控制阀释放或阻止 CO₂ 供应至外壳中，最佳设置为 1 bar。

紫外线照明

FlowBox 孵育箱未在实验中使用时，可使用紫外线灯进行灭菌。

安全性

FlowBox 孵育箱前部和侧部的滑动门可完全打开，便于轻松接触放置于内部的仪器和实验装置，而不会破坏受控环境。实验运行结束后，所有门均可完全打开，便于清洁、维护、安装和拆卸仪器或细胞培养材料。

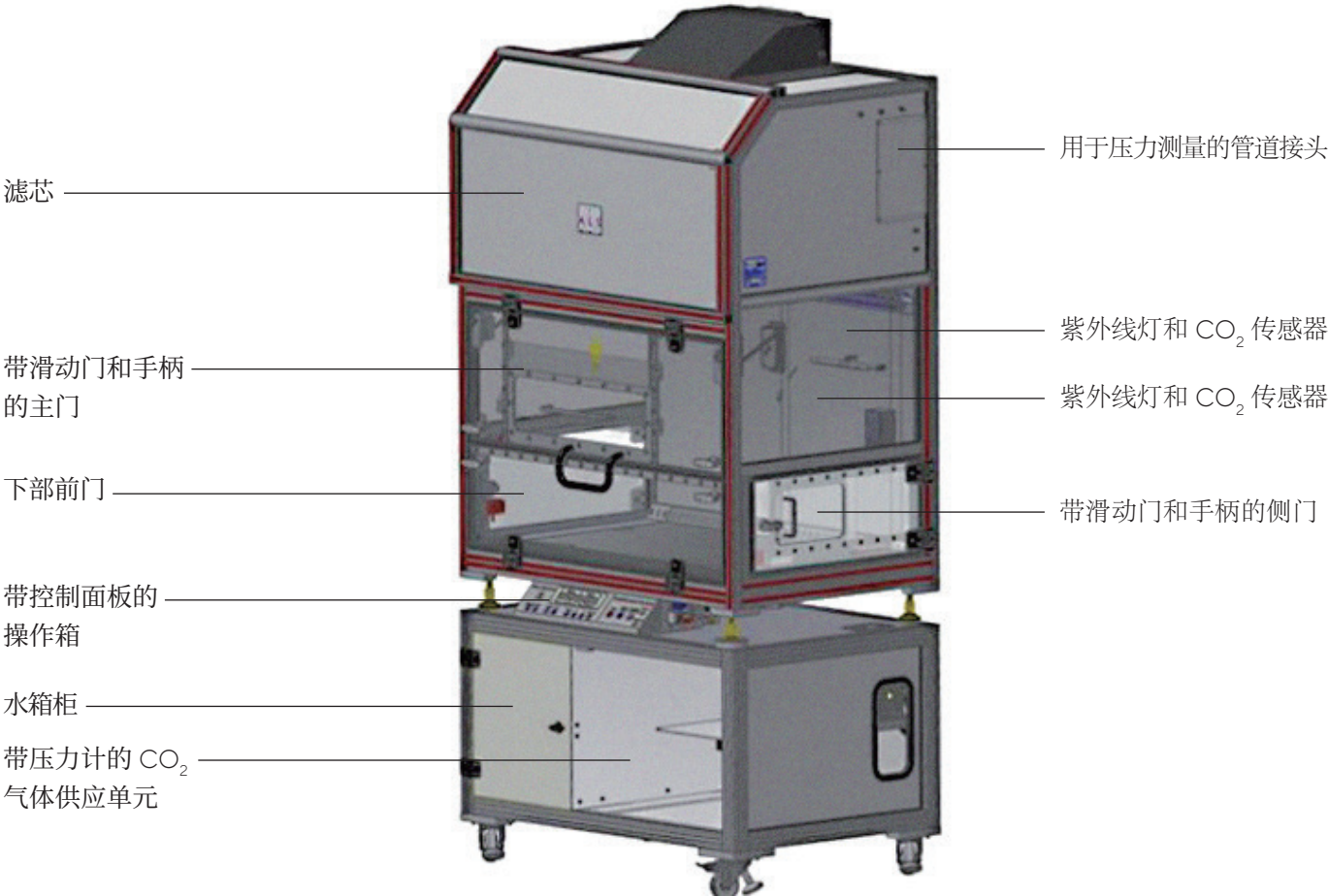


图 2. FlowBox 孵育箱的特性

产品编号	CellCelector 配置	CC6003
无菌	层流	连续垂直层流
	过滤器	HEPA H14 (0.1 – 0.3 µm)
	紫外线灭菌	UV-C 照明灯 (4 × 15 W); 由控制面板操作
生理条件	温度控制	可调至 40 °C
	CO ₂ 水平和稳定性	5% ± 0.2% (恒定水平, 持续调节)
	湿度水平控制	高达 65%
	纯化水箱	10 升
安全性	用户保护	所有门均装有自动安全锁。当门打开时, 机器停止工作
	排气系统	可与房间排气连接 (最大排气量: 400 m ³ /h)
辅助设备	内部尺寸	宽 × 深 × 高: 99 cm × 62 cm × 63 cm 39.0" × 24.4" × 24.8"
	外部尺寸	宽 × 深 × 高: 110 cm × 85 cm × 160 cm 43.3" × 33.5" × 63.0"
	高度 (带底座)	230 cm (90.6")
	重量	175 kg (386 lb); 带 CellCelector 仪器总重: 225 kg (503 lb)
	电源	115 230 V; 60 50 Hz; 最大功率 2300 W (不包括其他设备)
	照明	LED 42 W; 通过控制面板开关
	底座	带有轮子, 可存放水箱、个人电脑工作站和其他模块
环境要求	温度	10 – 40 °C
	相对湿度	30 – 85% (无冷凝)
	气压	75 – 106 kPa

表 2. CellCelector FlowBox 孵育箱规格

CellCelector NuAire™ 生物安全柜

为了保证无菌的工作环境，提供了特别定制的 NuAire™ II 类生物安全柜, 通过层流空气和 HEPA 过滤提供为人员、产品和环境提供保护。

详细的产品规格可见表 3。



性能规格	气流	▪ 30% 排出 70% 循环 ▪ 动态气流屏障 105 fpm (0.5 m/s) 流入 ▪ 实际层流气流 60 fpm (0.3 m/s) 向下流动
	过滤器	▪ 过滤器负载能力超过 300% ▪ 过滤器寿命 ±10 年
安全特性	紫外线灭菌	紫外线灯
	过滤器	▪ 3" (76 mm) 供气 HEPA 过滤器, 99.99 @ 0.3 µm 效率等级 ▪ 12" (305 mm) 排气 HEPA 过滤器, 99.99 @ 0.3 µm 效率等级
辅助设备	用户保护	所有门均装有自动安全锁。当门打开时，机器人停止工作
	内部尺寸	宽 × 深 × 高: 117.8 cm × 65.4 cm × 72.4 cm
	外部尺寸	宽 × 深 × 高: 136.2 cm × 79.9 cm × 157.2 cm
	重量	211 kg (465 lb) 不带 CellCelector:
	电源	115 230 V; 60 50 Hz
	照明	LED 照明

表 3. CellCelector NuAire™生物安全柜规格

CellCelector PCR 罩

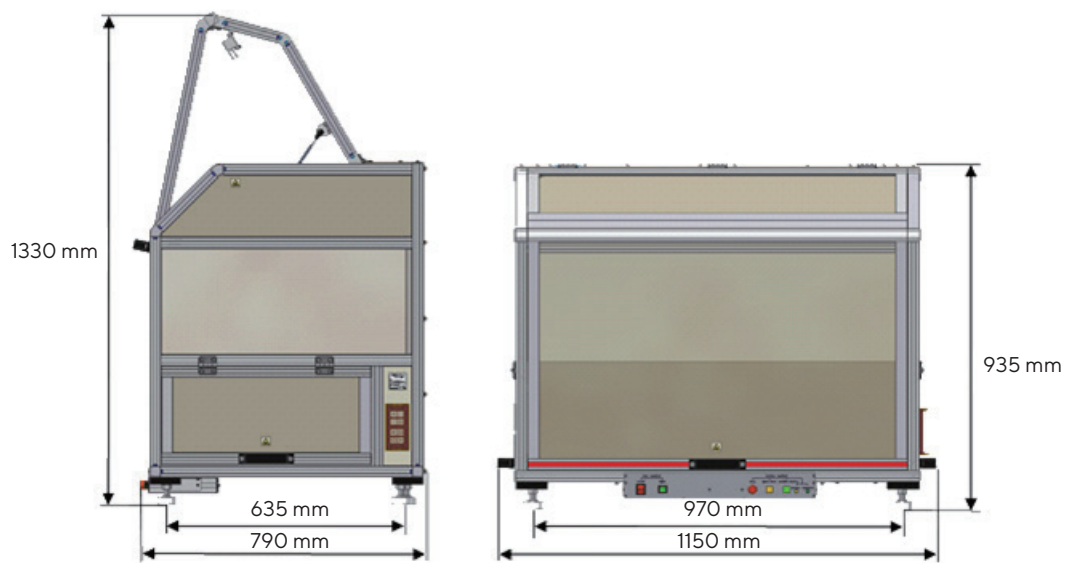
并非所有应用均需使用 FlowBox 孵育箱或 NuAire™生物安全柜。如无需无菌工作条件，则 CellCelector PCR 罩是很好的解决方案，可以保护 CellCelector 免受灰尘和杂质的污染，使其适用于日常使用。

此外，还可保护用户在仪器操作过程中免受高作用力和扭矩的影响。PCR 罩专为 CellCelector 设计，直接放置于工作台上，所有检修门均配有操作所需的联锁传感器。

特征包括：

- 高稳定性，重量相对较轻
- 抗酒精溶剂、清洁剂和紫外线（UV）光，可进行多次消毒和清洁
- 内部照明装置可照亮罩体

详细的产品规格可见表 4。



订购	产品编号	CC6002
尺寸	仅外壳	宽 × 深 × 高: 115.0 cm × 79.0 cm × 93.5 cm
	仅外壳 (开门状态)	宽 × 深 × 高: 160.0 cm × 79.0 cm × 133.0 cm
	高度 (含支撑台)	约 175.0 cm (前门打开时为 220.0 cm)
	重量	68 kg
	重量 (带 CellCelector)	120 kg
电气参数	供电电压	通过 CellCelector 或 100-240 V ~50 Hz 供电 (可选 110-120 V ~60 Hz)
	连接负载	最大 100 W (不包括 CellCelector)
安全性	用户保护	所有门上均装有安全传感器。当门打开时，机器停止工作
辅助设备	内部照明	含内部照明；可通过控制面板控制

表 4. CellCelector PCR 罩规格

销售与服务 联系方式

更多联系信息，请访问

www.sartorius.com.cn

赛多利斯（上海）贸易有限公司

邮箱 leadscn@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

北京市顺义区安祥街 12 号

环普国际科创园 4 号楼

6 层, 101318

电话 +86 10 8042 6300

广州

广州市越秀区水荫路 117 号

1105 单元, 510075

电话 +86 20 3761 7284

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

成都

成都市上东大街 246 号新良

大厦 2618 室, 610012

电话 +86 28 8666 6877

西安

西安市和平路 118 号和平银

座 1107 室, 710001

电话 +86 29 8751 2305

