



iQue[®] 5 快速智能 轻松自如

利用流式细胞仪进行
高通量筛选 (HTS)

Simplifying Progress

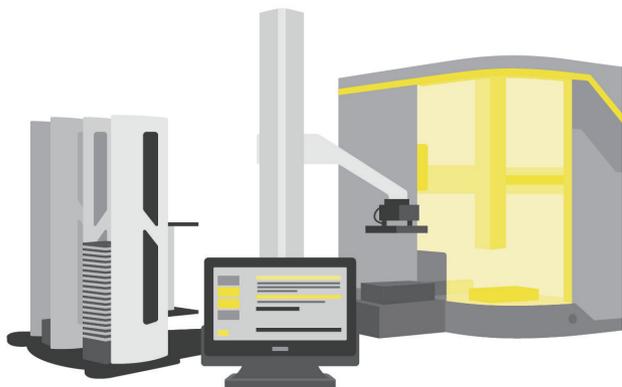
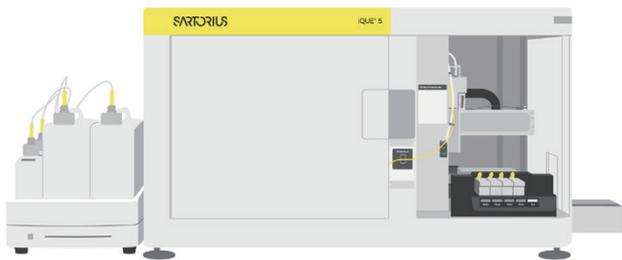
SARTORIUS

充分释放您的研究潜能

iQue® 5 高通量流式细胞分析仪

iQue® 5 高通量流式细胞分析仪以极简流程革新实验体验，显著提升数据生成效率。作为 iQue® 系列“高通量筛选快速解决方案”的核心升级产品，iQue® 5 不仅将检测通道扩展至 27 个，支持独立电压设置，更可灵活兼容 96 孔板与 384 孔板格式，满足多样化实验需求。

其重新设计的防堵塞流体管理系统，通过减少停机时间实现 24 小时连续稳定运行，搭配 QMax 工作站更可进一步延长无人值守时长。搭载的 iQue® Forecyt® 软件全新升级，凭借预定义模板与增强型分析工具，轻松解析复杂数据集，从样本处理到结果输出全程化繁为简，让高通量筛选从此兼具效率与精准度。



加速数据获取

- 领先市场水平的速度，可在短短 5 分钟内完成 96 孔板分析，在 20 分钟内完成 384 孔板的样本分析
- 经过验证的耗材和缓冲液，确保性能稳定一致
- 即用型试剂盒加速分析设计和验证
- 可更换的进样针 / 管路和“气隙间隔”专利采样技术，减少因堵塞而导致的停机时间

自主分析设计

- 检测范围广，涵盖细胞、微球、酵母细胞等（低至 $0.2 \mu\text{m}$ ）
- 高达 27 个检测通道，支持多种应用
- 兼容 96 孔板和 384 孔板，可灵活调整通量
- 可与自动机械臂系统集成，简化操作并延长无人值守时间

尽享友好体验

- 直观的 iQue® Forecyt® 软件简化各级用户的操作流程
- 具有自动化、综合分析和高级可视化工具
- 全新防堵塞检测功能为您监控系统状态，彻底解放人力
- 警报系统实时报告潜在问题，并提供响应方案
- iQue® Qmax 推车可在长时间运行期间提供便捷的鞘液和废液管理



速度

借助更快的孔板取样、集成分析和新型数据简化工具，在整个工作流程中突破吞吐量瓶颈。



易用性

简便易用的多用户环境，配置自动化功能，包括机载自动化 QC 微球涡旋和 48 小时连续运行。



可扩展性

利用开放平台设计与前沿的自动机械臂系统集成，自动处理和操作孔板。



专业支持

在专家帮助下克服硬件、软件或技术挑战，让实验尽快回到正轨。

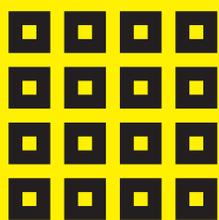
零负担操作，全行业信赖

赋能每一位用户

20 多年来，iQue® 高通量流式细胞仪始终是制药、生物技术和学术实验室的标杆解决方案。其独特优势不仅在于行业领先的分析速度，更有贯穿实验全流程的极简操作与灵活适配性。iQue® 5 高通量流式细胞分析仪为现代应用提供了强大的筛选实力，并配备升级版软件功能与简化持续运行方案，实现数据产出最大化。

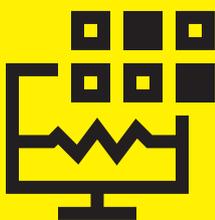
想象一个全新的简化工作流程

样品制备



- 将细胞接种到 V 形底 96 孔板或 384 孔板中
- 按照试剂盒说明标记样品
- 孵育并清洗孔板

实验设置



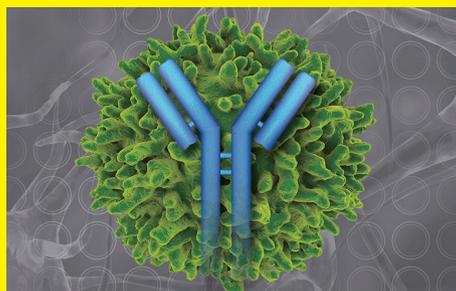
- iQue® Forecyt® 软件提供采集模板
- 放入孔板

自动分析



- 利用 Forecyt® 软件启动 iQue® 分析

探索广泛的应用领域



抗体研发

通过对整个抗体研发过程中的抗体结合、功能和滴度检测进行多重检测，来提高数据通量和质量

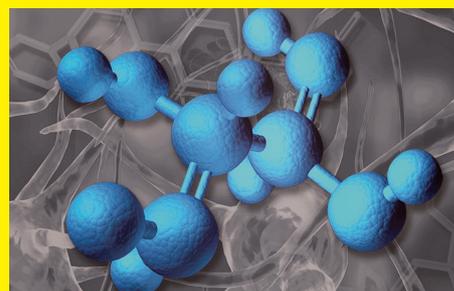
- 抗体筛选
- 功能分析
- 细胞系开发



免疫细胞治疗

使用更少的细胞和试剂更快地评估多项细胞参数

- 免疫细胞杀伤
- 免疫细胞评估
- 细胞因子分析



小分子药物筛选

在整个药物发现过程中对免疫生物学进行高内涵表征筛选

- 原代免疫细胞筛选
- 酵母菌和细菌分析
- 利用 siRNA 和 CRISPR 检定靶标

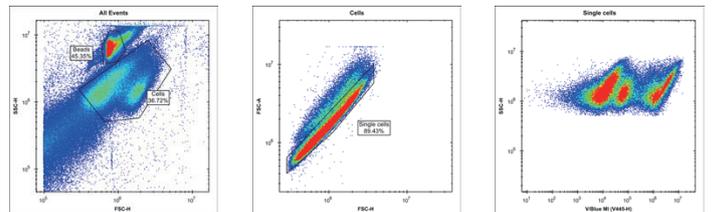
高达 25 个荧光通道的多重检测功能

在多色分析设计中拥有更大的自由

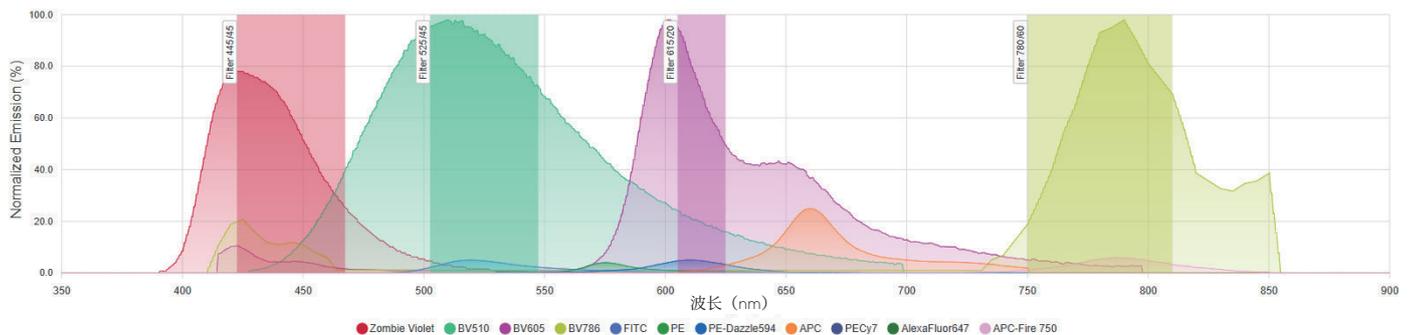
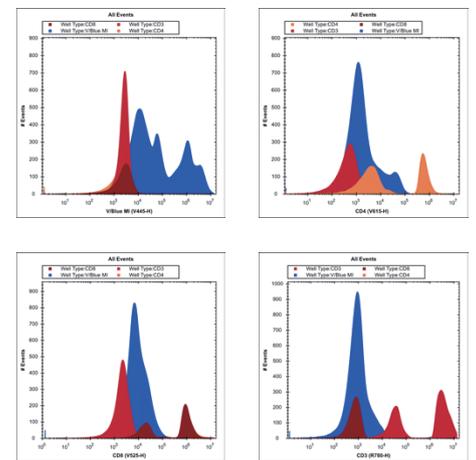
激光	405 nm	488 nm	561 nm	637 nm
445/45 nm	● Pacific Blue BV421			
525/45 nm	● BV510	● FITC		
586/20 nm	● BV605	● EYFP	● PE	
615/20 nm	● Qdot 605	● PI	● PE-Dazzle594	
667/30 nm	● BV650	● PerCP	● PE-Cy5	● APC, AF647
659/40 nm	● BV711	● PerCP-Cy5.5	● PE-Cy5.5	● AF680
725/40 nm	● BV750	● PerCP-eFlour7	● PE-AF700	● AF700
780/60 nm	● BV786	● PE-Cy7	● PE-Cy7	● APC-Cy7

全血裂解样本免疫表型精准解析

示例：使用 Panel Designer 自动选择适合实验的抗体和通道，对 PBMC 进行 CD3、CD4 和 CD8 染色以及活/死染料染色。



LASER	FILTER	TARGET	FLUOROCROME	PRODUCTS
Violet405	445/45	Viability (Live/Dead, Live-Dead, L/D, Live Dead)		* Zombie Violet
Violet405	525/45	CD8		* BV510 (Brilliant Violet 510)
Violet405	615/20	CD4		* BV605 (Brilliant Violet 605)
Violet405	780/60	CD59		* BV786 (Brilliant Violet 786)
Blue488	525/45	CD62L (L-selectin, LECAM-1, Ly-22)		* FITC
Yellow561	586/20	CD25 (IL-2 Receptor alpha, IL-2 Receptor α , IL2R α , IL-2 Receptor α , IL-2R α)		* PE
Yellow561	615/20	CCR7 (CD197, CCR-7)		* PE-Dazzle594 (PE-DZL594)
Yellow561	667/30	TIM-3 (TIM 3, CD366, HAVCR2, TIM3, T-cell immunoglobulin domain and mucin domain-3)		* APC
Yellow561	780/60	PD-1 (CD279, PD1)		* PECy7
Red637	667/30	LAG-3 (CD223, LAG3)		* AlexaFluor647 (AF647)
Red637	780/60	CD3 (CD3e, CD3 epsilon, CD3epsilon, CD3e)		* APC-Fire 750 (APC-F750)

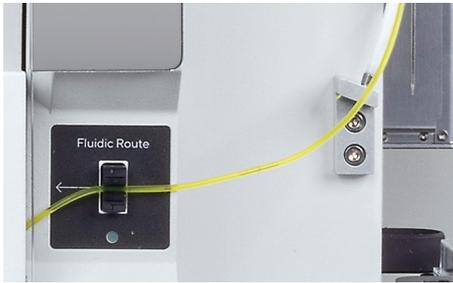


性能再上一层楼

助您准时离开实验室

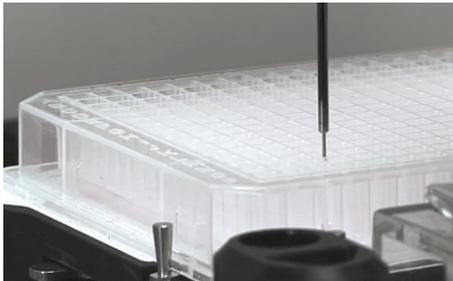
只用几微升样品即可获取关键信息，
让每个研究决策更快、更有信心。

iQue® 5 高通量流式细胞分析仪采用技术先进的硬件与软件武装您的实验室，
助您突破极限，加速研究进程。



安心无忧

指示灯与液路传感器提供直观运行状态确认，确保仪器稳定运行。



节省样品

最少仅需 1 μ L 样品，助您节约样品和试剂成本。



预防堵塞

全新堵塞检测功能可实时预警用户潜在堵塞风险。凭借专利流路系统（含可更换探针及管路组件），5分钟内快速解决堵塞问题（传统方法需数小时）。



自动化

具备集成自动机械臂的能力，支持高通量应用中的自动化孔板处理。



iQUE® 5



自动重悬

采样前的涡旋混合功能可确保适当重悬微球，提升 QC 结果一致性。



持久运行

卡盒设计实现多孔板无人值守连续处理，全程保持可重复性。液位检测功能和用户可定义的低液位警告确保有足够的试剂来完成计划的分析。



样品采集

采用快速微量采样专利技术，将样品以“气隙间隔”流传送至检测器。新增自动化流体管理与管路夹持功能，简化操作流程。

针对您的需求选择合适的 iQue® 高通量流式细胞分析仪

iQue® 3 BR
2 激光 | 6 色



iQue® 3 VBR 和 VYB
3 激光 | 13 色



iQue® 5 VYBR
4 激光 | 25 色



“抗体筛选领域的高性价比主力工具”

“从抗体到 CAR-T 功能分析的理想平衡之选”

“全面升级，以技术创新与人性化设计赋能流式细胞仪高通量筛选应用”

	iQue® 3	iQue® 5
激光器 / 配置	3 (紫 - 蓝 - 红) *	4 (紫 - 黄 - 蓝 - 红)
荧光通道	13	25
SSC / FSC	是	是
光电探测器	固定的 PMT	SiPM
可检测最小颗粒	0.5 μm	0.2 μm
仪器尺寸 (高 x 宽 x 深)	66 cm x 130 cm x 63 cm	46 cm x 130 cm x 63 cm
检测的动态范围	7 个数量级	7.2 个数量级
引擎 / 软件	Forecyt	更强大的 Forecyt, 支持每个通道的电压调节
堵塞检测	-	空气柱传感器可视识别堵塞
适配孔板	96 -, 384 - 孔	96 -, 384 - 孔
通过附加模块延长运行时间	QMax 补充模块	QMax 工作站
附加模块货号	91377	BA-97146

* iQue® 3 还包括其他 2 激光 (蓝 - 红) 及 3 激光 (紫 - 黄 - 蓝) 仪器。

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

