

优化免疫检查点抑制剂 (Immune Check Point Inhibitor, ICI) 疗法开发



简化的流程

易于使用的 iQue® 高通量流式细胞仪和即用型试剂



领先的速度

iQue® 具备领先于市场水平的快速采样和检测性能，优化的试剂简化分析操作



可靠的结果

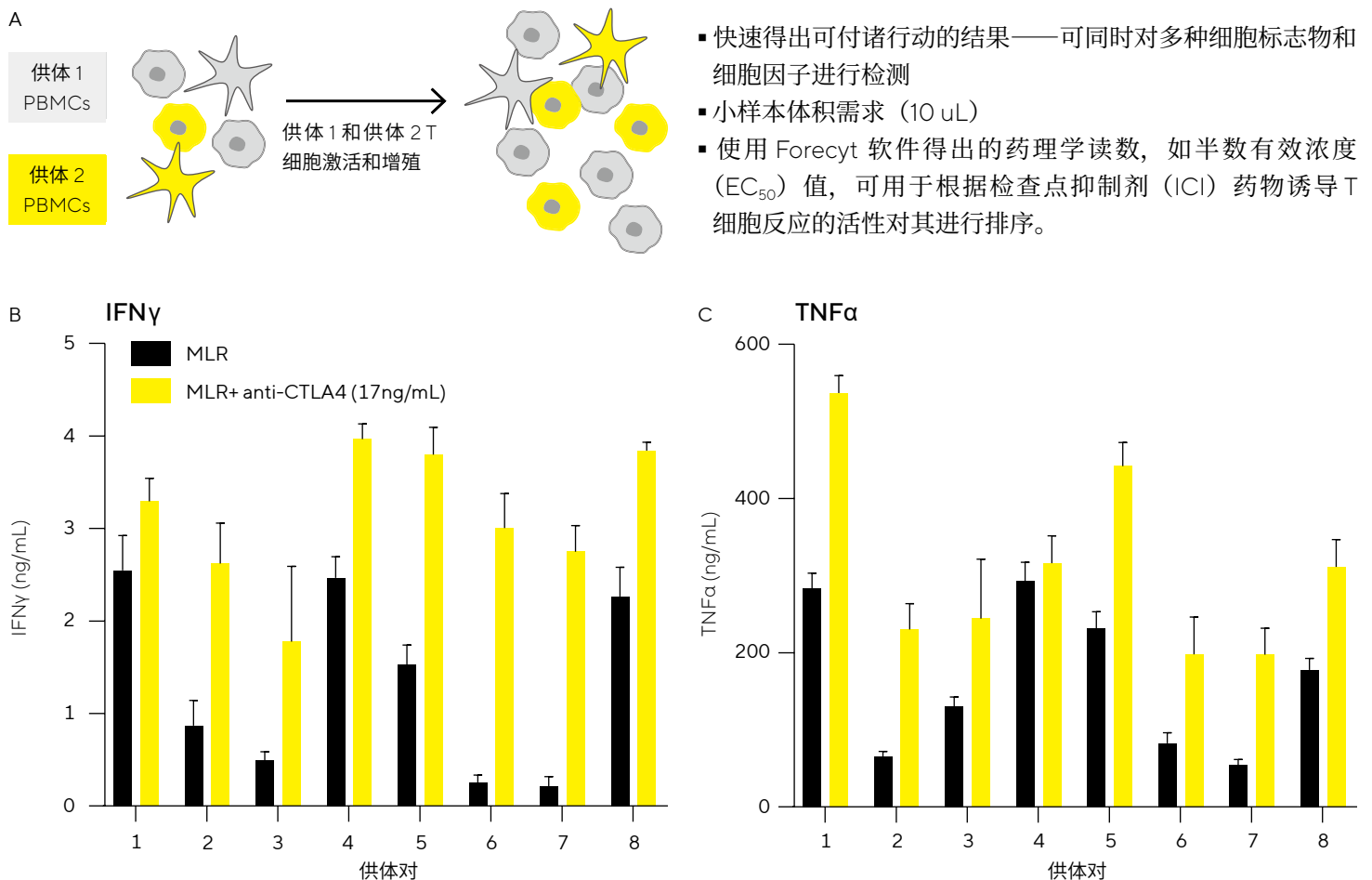
可信赖的表型、细胞因子和转录因子表征



专业的技术支持

突破阻碍，让实验室高效运转

图 1: 利用 iQue® 高通量流式细胞仪评估检查点抑制剂 (ICI)



注：将来自多名供体的外周血单个核细胞 (PBMCs，每孔 8 万个细胞) 单独接种培养 (作为单个供体对照)，或进行两两组合接种 (8 组供体配对)。用不同浓度的抗细胞毒性 T 淋巴细胞相关抗原 4 (CTLA-4) 检查点抑制剂抗体处理这些细胞。将添加植物血凝素 (PHA) 的混合 PBMCs 和经丝裂霉素 C (MMC) 处理的细胞分别作为阳性对照和阴性对照。3 天后，使用 iQue® Qbeads 微球检测样本中的 IFN γ 和 TNF α 细胞因子浓度，并通过标准曲线计算其具体浓度。(A) 热图突出显示了不同 PBMC 供体对之间，抗 CTLA-4 抗体诱导的 IFN γ 释放分泌量的差异。更多数据详见应用说明《Utilizing Mixed Lymphocyte Reaction (MLR) to Evaluate Checkpoint Inhibitor Therapies by Cytometry》。

专为高效筛选设计的 iQue® 高通量流式细胞仪，优化您的 ICI 疗法开发工作流程

速度：领先市场水平的快速筛选分析—5 分钟完成一块 96 孔板检测。

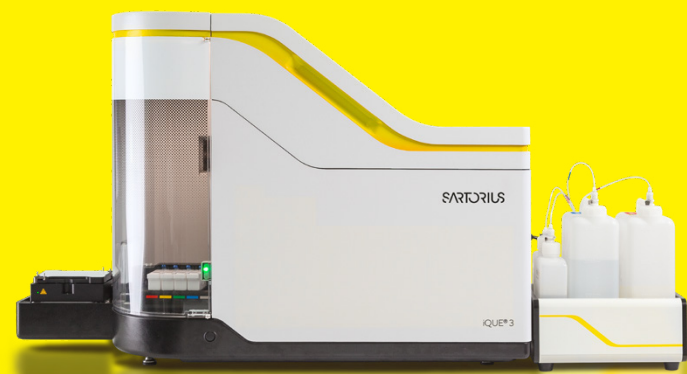
- 专利“气隙间隔”方式实现连续快速采样
- 兼容 96 或 384 孔板
- 预配置的 iQue® 试剂盒减少验证时间

简便：无论流式细胞术专业水平如何，皆可轻松上手

- 直观易用的 iQue® Forecyt 软件
- 借助动态数据可视化实现快速分析
- 支持自定义模板

可扩展性：想要提升通量？轻松实现拓展

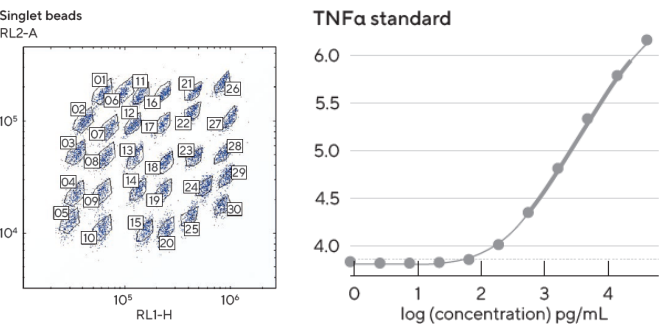
- 增强型冲洗状态：持续监测卡盒液位
- 使用 Qmax® 可将运行时长延长至原来的 5 倍
- 实现工作流程自动化



	激光数量	通道	样本消耗量	兼容孔板	96 孔板分析时间 (分钟)
iQue®	2 4	8 15	> 1 uL	96 & 384	5 - 10
ZE5™	1 - 5	4 - 30	10 uL	96 & 384	15 - 30
MACSQuant®	3	15	> 1 uL	96 & 384	15 - 30
Attune	1 - 4	4 - 30	50 uL	96	22 - 45
CytoFLEX	3	15	10 uL	96	35 - 60

通过 iQue Qbead® 人类炎症组合试剂盒提高数据质量和效率

图 2：用一轮 iQue® Qbead 检测取代多项基于 ELISA 的检测

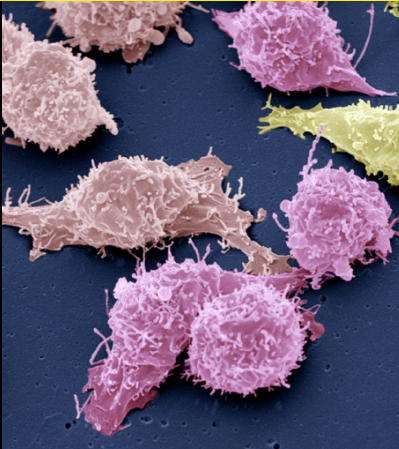


注释：每套试剂盒都为所含分析物提供了预定义的分析模板。在样本采集前，微球群设门为空，在样本采集过程中，会填入相应的微球数据。更多数据详见 iQue® 试剂手册。

- 节约设置和运行时间
- 可检测多达 50 种以上的人、小鼠或大鼠分泌蛋白
- 用简便的检测构建工具自定义检测组合。
- 简化的免洗和单次清洗实验方案
- 试剂盒包含预定义的分析模板，涵盖整个工作流程。

查找更多资源

🌐 Webinar: In Collaboration with Genentech on Neoantigens for personalized Cancer



🌐 Webinar: Evaluation of Checkpoint Inhibitor Therapies Using a Mixed Lymphocyte Reaction (MLR) Assay



扫码咨询
全新一代 iQue® 5 信息

