

优化 CAR-T 细胞治疗工艺开发



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

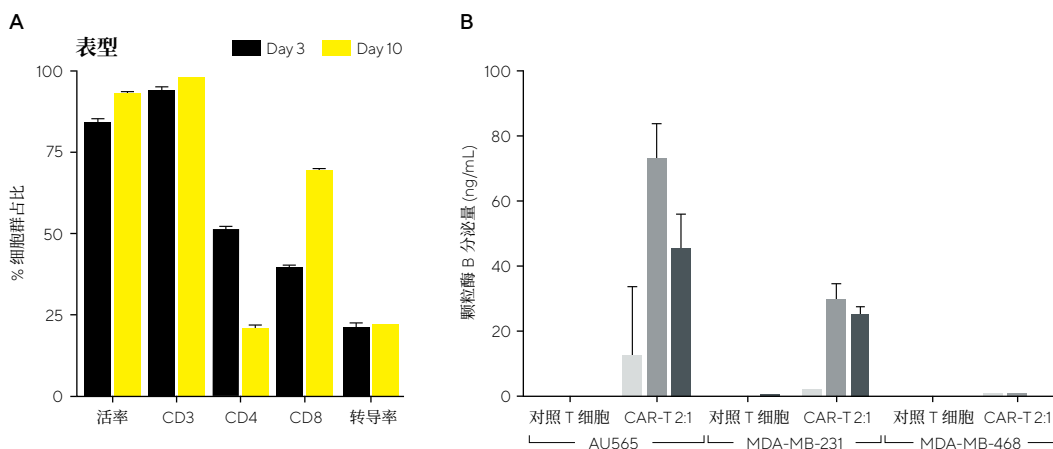
可信赖的表型、细胞因子和转录因子表征



专业的技术支持

突破阻碍，让实验室高效运转

图 1: 分析 T 细胞杀伤中的表面标志物的表达变化和功能变化

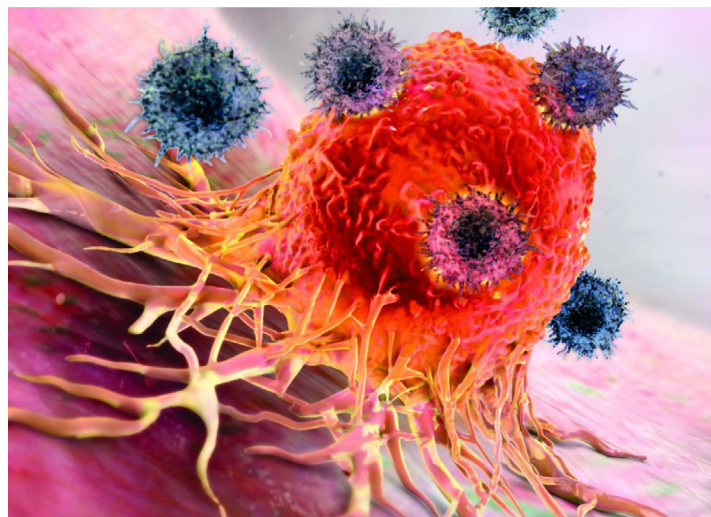


注释: A. 使用 iQue® T 细胞表征试剂盒对 CAR-T 细胞进行表型分析。在经抗 CD3 / 抗 CD28 驱动的转导 T 细胞扩增过程中, 于第 3 天和第 10 天对样本进行评估。B. 在另一项实验中, 数据显示, 使用 iQue® 检测时, 相较于 IgG 同型对照, 颗粒酶 B 分泌量: AU565 > MDA-MB-231 > MDA-MB-468。

使用预先配置并优化的 iQue® 试剂盒克服 CAR-T 治疗的局限性

- 预配制的试剂盒实现快速全面的多重分析
- 预定义的门控策略简化分析
- iQue® 优化设计以节省验证时间
- 专业的应用科学家提供支持

iQue® 试剂盒	T 细胞反应性	适配仪器型号
T 细胞活化试剂盒	Human	VBR
细胞增殖及编码试剂盒	Human, Mouse	BR/ VBR
T 细胞杀伤试剂盒	Human	BR/ VBR
记忆 T 细胞分析试剂盒	Human	VBR
T 细胞耗竭试剂盒	Human	VBR
细胞凋亡试剂盒	Human	BR/ VBR



专为高效筛选设计的 iQue® 高通量流式细胞仪，优化您的 CAR-T 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



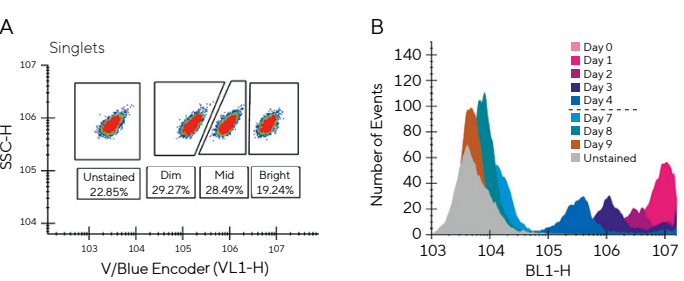
	激光数量	通道	样本消耗量	兼容孔板	96 孔板分析时间 (分钟)
iQue®	2 4	8 15	> 1 uL	96 & 384	5 – 10
ZE5™	1 – 5	4 – 30	10 uL	96 & 384	15 – 30
MACSQuant®	3	15	> 1 uL	96 & 384	15 – 30
Attune	1 – 4	4 – 30	50 uL	96	22 – 45
CytoFLEX	3	15	10 uL	96	35 – 60

使用 iQue® 细胞增殖和编码染料优化 CAR-T 治疗方案

检测原理

	死细胞	潜伏细胞	穿透细胞
Generation 0			
Generation 1			
Generation 2			

图 2：iQue® 细胞增殖和编码染料在实体瘤治疗中的应用



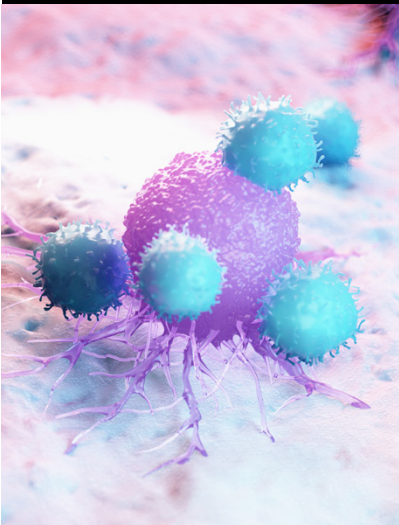
注释：iQue® 细胞增殖和编码染料最初对群体中的所有细胞进行染色，无论其增殖能力如何（第 0 代）。随着细胞分裂，染料在其子细胞之间平均分配，导致荧光强度在每一代中减半。这在光谱上将增殖细胞与死 / 潜伏细胞分开。A. THP-1 和 B. Jurkat 细胞染色的示例。补充数据请参阅应用说明“使用 iQue® 增殖和编码染料进行细胞检测。”

获取更多资源

查找大量参考资料、网络研讨会，以及 50 多篇使用 iQue® 进行 Car-T 研究的同行发表文章。

Webinar: In Collaboration with University of College London, Discussions around Immune Profiling in CAR-T Therapies.

Testimonial: Dr. Tamara J. Laskowski, PhD of MD Anderson Cancer Center speaks to unlocking the Potential of CAR-T Therapies for Solid Tumors



扫码咨询
全新一代 iQue® 5 信息