

流式细胞术巨噬细胞分析方案

巨噬细胞是一种异质性细胞群，需要多种标记物来识别其亚群(图1)。我们提供独特的抗体克隆，用于区分先前认为难以分析的巨噬细胞群体。使用我们的巨噬细胞抗体和试剂组合，可获取：

- 识别并分离目标细胞群，包括多种组织驻留巨噬细胞和体外产生的巨噬细胞
- 研究巨噬细胞响应细胞因子、生长因子以及与细胞、微生物和病原体的相互作用而产生的表型变化

- 表征巨噬细胞的功能特性，包括内吞和吞噬活性、分泌功能、代谢变化或对离子变化和氧化应激的敏感性

参见表1和表2，获得用于研究巨噬细胞亚群的流式试剂和抗体。

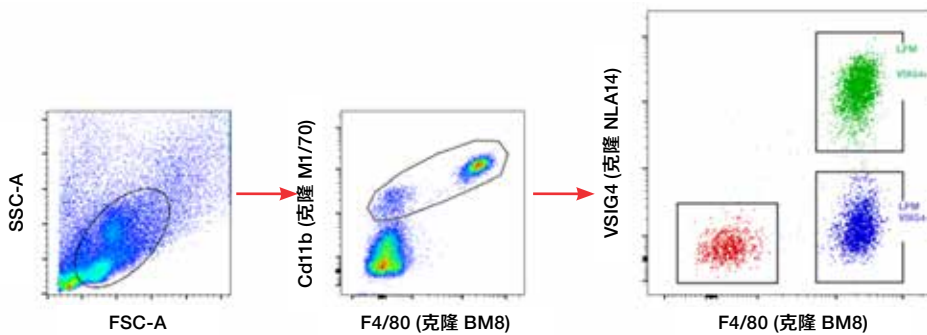


图1.小鼠腹膜巨噬细胞的示例图。来自BALB/c小鼠的腹膜渗出细胞。细胞用F4/80(克隆BM8)、CD11b(克隆M1/70)和VSIG4(克隆NLA14)染色。LPM =大腹膜巨噬细胞。

表1.用于研究巨噬细胞功能的试剂及其特征和应用。

应用	产品	货号
巨噬细胞活化因子	脂多糖 (LPS) 溶液 (500X)	00-4976
线粒体活性	总活性氧 (ROS) 检测试剂盒520 nm	88-5930-74
	CellROX Deep Red流式细胞分析试剂盒	C10491
线粒体膜电位	MitoProbe TMRM检测试剂盒, 用于流式细胞术	M20036
	eBioscience JC-1线粒体膜电位染料	65-0851-38
吞噬作用	pHrodo Red E. coli BioParticles Phagocytosis Kit, 用于流式细胞术分析	A10025
	pHrodo Red Phagocytosis Particle Labeling Kit, 用于流式细胞术分析	A10026
	pHrodo Green S. aureus BioParticles Phagocytosis Kit, 用于流式细胞术分析	P35382
	pHrodo Red Zymosan BioParticles Conjugate, 用于吞噬作用	P35364
	pHrodo Red E. coli BioParticles Conjugate, 用于吞噬作用	P35361
内吞作用	pHrodo Red S. aureus BioParticles Conjugate, 用于吞噬作用	A10010
	pHrodo Red Dextran, 10,000 MW, 用于内吞作用	P10361
胺反应性酯染料	pHrodo iFL Red STP酯(胺反应性)	P36010
	pHrodo iFL Red微量蛋白标记试剂盒	P36014

表2.用于表征小鼠巨噬细胞和人巨噬细胞的部分标记物清单

物种	标记物类型	标记物	克隆	标记位置
小鼠	通用表型	CD11b	M1/70	表面
		F4/80	BM8	表面
		MerTK	DS5MMER	表面
		CD68	FA-11	细胞内
	功能	Axl	MAXL8DS	表面
		CD204	M204PA	表面
		CD369	bg1fjp	表面
		VISTA	MIH64	表面
		CD163	TNKUPJ	表面
		CD206	MR6F3	细胞内
		GPNMB (骨激活素)	CTSREVL	表面
		VSIG4 (CRlg)	NLA14	表面
		CXCL13	DS8CX13	细胞内
		IDO	mIDO-48	细胞内
		Nos2 (iNos)	CXNFT	表面
		精氨酸酶-1	A1exF5	细胞内
		LYVE-1	ALY7	表面
		RELM-	DS8RELM	表面
		Ly-6G	HK1.4	细胞内
		人	通用表型	CD11b
CD14	61D3			表面
CD15	HI989			表面
CD16	eBioCB16			表面
CD68	eBioY1/82A			细胞内
功能	IDO		Eyedio	细胞内
	CD163		eBioGHI/61或Mac 2-158	表面
	CD206		19.2	细胞内
	精氨酸酶-1		A1exF5	细胞内
	CD204 (MSR-1)		PSL204	表面
	CD369 (Clec7a, Dectin-1)		1500	表面
	GPNMB (骨激活素)		HOST5Ds	表面
	VSIG4		JAV4	表面
	Macro (SR-A6)		PLK-1	表面
	MerTK		HMER5DS	表面
	骨桥蛋白		2F10	细胞内
	Axl		DS7HAXL	表面
	VISTA		B7H5DS8	表面
	HLA-DR		LN3	表面

有关巨噬细胞标记物及流式抗体更多信息, 请访问

thermofisher.com/flowcytometryantibodies



赛默飞
官方微信



赛默飞
生命科学小助手

免费服务电话: 800 820 8982/400 820 8982
信息咨询邮箱: cnbidmarketing@thermofisher.com

ThermoFisher
SCIENTIFIC