

# 流式细胞术外泌体 (Extracellular vesicle) 检测方案



结合使用 Invitrogen™ Attune™ NxT 流式细胞仪和我们的 Invitrogen™ 试剂和抗体产品组合来检测外泌体具有如下优势:

- **单颗粒分析** — 配备 OD2-488/10 滤光片 (货号 100022768) 的 Attune NxT 流式细胞仪可降低背景噪声, 并能够分辨出 100 nm 以下的 EV。
- **能够使用试剂和抗体快速进行多重检测** — 使用荧光标记的表面蛋白、膜脂质、细胞酯酶以及靶向细胞表面和细胞内标记物的抗体进行同时分析, 获得有关 EV 的更多信息。

## 表征 EV 的抗体和试剂, 包括外泌体特异性靶标

以下 EV 特异性标记物应与起源细胞的特异性标记物或其他试剂结合使用。

- CD9、CD63、CD81 (外泌体表面标记物)
- 由于每个外泌体上的表面蛋白数量很少, 因此高亮度的荧光染料 (包括 Invitrogen™ PE 和 APC 染料) 是用于检测的优良选择。不建议使用串联荧光染料。
- 访问以下网址, 查看更多 EV 标记物 [thermofisher.com/flowantibodies](http://thermofisher.com/flowantibodies)

## 膜染料

荧光染料可均匀标记细胞培养后的外泌体。这些染料还可染色膜脂质，后者有助于完成EV设门和检测。

## 细胞内染料

细胞内蛋白质和DNA可以用明亮的染料标记。RNA染色更具挑战性。我们提供多种颜色的多种染料，助您检测多种外泌体。

## 订购信息

产品	货号
<b>Atune NxT流式细胞仪产品</b>	
Attune NxT OD2-488/10滤光片	100022768
<b>人类抗体 (也提供小鼠抗体)</b>	
CD9单克隆抗体 (eBioSN4 (SN4 C3-3A2)), FITC, eBioscience	11-0098-42
CD9单克隆抗体 (eBioSN4 (SN4 C3-3A2)), PE, eBioscience	12-0098-42
CD9单克隆抗体 (eBioSN4 (SN4 C3-3A2)), Super Bright 436, eBioscience	62-0098-42
CD63单克隆抗体 (MEM-259), FITC	MA1-19602
CD63单克隆抗体 (H5C6), PE, eBioscience	12-0639-42
CD63单克隆抗体 (H5C6), PE-Cyanine7, eBioscience	25-0639-42
CD81单克隆抗体 (1D6-CD81), PerCP-GFluor 710, eBioscience	46-0819-42
CD81单克隆抗体 (1D6-CD81), APC, eBioscience	17-0819-42
<b>亲脂性染料</b>	
Di-8-ANNEPS	D3167或D-3167
Vybrant Multicolor Cell-Labeling Kit (DiO、DiI、DiD溶液, 各1 mL)	V22889或V-22889
FM 1-43染料 (N-(3-三乙基铵丙基)-4-(4-(二丁氨基)苯乙烯基)吡啶二溴盐)	T3163或T-3163
<b>细胞内染料</b>	
CellTrace Blue Cell Proliferation Kit, 用于流式细胞术分析	C34568
CellTrace CFSE Cell Proliferation Kit, 用于流式细胞术分析	C34570
CellTrace Far Red Cell Proliferation Kit, 用于流式细胞术分析	C34564
CellTrace Violet Cell Proliferation Kit, 用于流式细胞术分析	C34557
CellTrace Yellow Cell Proliferation Kit, 用于流式细胞术分析	C34567
<b>支持产品</b>	
胎牛血清, 已去除外泌体	A2720801
胎牛血清, 已去除外泌体, One Shot形式	A2720803

详情请访问

[thermofisher.com/extracellularvesicles](http://thermofisher.com/extracellularvesicles)



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](mailto:cnbidmarketing@thermofisher.com)

**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC