

重组 Anti-GSDMD 抗体[EPR19828] (ab209845)

特异性

该抗体 WB 检测 **GSDMD 表达量较高的小鼠细胞系**时效果很好，但是检测小鼠组织时结果不如小鼠细胞系。

WB 检测 **GSDMD 蛋白表达量较低**的样本(如 NIH/3T3 细胞系、脊髓组织等)时，推荐使用亲和性更高的 [ab219800](#)。

正常全脑裂解液中 GSDMD 的表达水平很低，几乎检测不到(PMID: 32671214, PMID: 34975487)。

此外，文献报道，还有很多正常组织（如肺、肾、肠粘膜组织等， PMID: 32671214, PMID: 34975487， PMID: 35941120， PMID: 34787801， PMID: 36266722）中 GSDMD 的表达水平较低，WB 实验检测时可能会出现无信号或弱信号的现象。

阳性对照（推荐）

- **WB (GSDMD)** : RAW264.7 全细胞裂解液；小鼠肝脏组织裂解液。
- **WB (GSDMD-N)** : 1µg/mL 脂多糖 (LPS) 预处理 4 h, 血清饥饿条件下 10µM 尼日利亚菌素 (nigericin) 处理 2 h 的凋亡相关斑点样蛋白异位表达的 RAW 264.7 全细胞裂解液；J774A.1 全细胞裂解液。

更多说明

- GSDMD 广泛表达于不同的组织和免疫细胞，包括肠上皮细胞(IECs)和不同的白细胞亚群(PMID: 35774778)，但**不同组织和细胞中，GSDMD 表达水平可能差异很大**，建议设置**高表达的样本**作为**阳性对照**。
- GSDMD 需要响应典型和非典型炎症小体激活物，被炎症蛋白酶 Caspase-1/4/5/11 剪切形成 GSDMD-N。如果需要检测 **GSDMD-N** 端片段，**样本需经过处理** (eg: 1µg/mL 脂多糖 (LPS) 预处理 4 h, 血清饥饿条件下 10µM 尼日利亚菌素 (nigericin) 处理 2 h 的凋亡相关斑点样蛋白异位表达的 RAW 264.7 细胞裂解液； PMID:

26611636) ，即使是同样的细胞，不一样的细胞状态仍然需要摸索诱导条件，建议尝试做试剂浓度和时间梯度诱导。

免疫印记 (WB) 实验的注意事项：

- WB 检测样本无信号或信号弱时，我们建议增加样本裂解液上样量、增加抗体使用量、增加曝光时间和选择高敏或超高敏底物等，可适当延长曝光时间至 3 分钟或更长时间。
- 建议使用确定表达的样本作为阳性对照，以帮助判断实验操作、试剂和诱导条件是否合适。
- 组织样本相较细胞样本更加复杂，WB 检测可能会有多带现象。
- 不同来源的同种细胞系或者传代次数较多的同一细胞系，WB 检测时结果可能不完全一致，可能会有多带现象。
- GSDMD 全长预测分子量约 53kDa，剪切体 GSDMD-N 分子量约 31 kDa，剪切体 GSDMD-C 分子量约 22 kDa，caspase-3 剪切 GSDMD Asp88 后产生的约 43 kDa 的中间体(PMID: 30902848, PMID: 28392147, PMID: 30135078)。因此，WB 实验有可能检测到多条条带。
- 推荐查看 [GSDMD 靶标贴士](#)。