

重组 Anti-CDKN2A/p16INK4a 抗体[EPR20418] (ab211542)

特异性

CDKN2A/p16INK4a 在不同组织细胞中的表达不同。在正常组织中几乎不表达（例如脑、骨骼肌和肺等，PMID: 9244355），主要在一些肿瘤组织中表达，如宫颈癌、乳腺癌组织和皮肤癌等。仅在部分细胞系中表达，例如 MEF（小鼠胚胎成纤维细胞系）细胞，强烈建议使用阳性对照，以确认实验体系没有问题。

阳性对照

- **WB:** MEF（小鼠胚胎成纤维细胞系）全细胞裂解液；His-tagged 小鼠 CDKN2A/p16INK4a 重组蛋白，氨基酸序列：1-168 aa。
- **ICC/IF:** MEF 细胞。
- **Flow Cyt (intra):** MEF 细胞。
- **IP:** MEF 全细胞裂解液。

阴性对照（无表达或弱表达）

- **WB:** NIH/3T3 全细胞裂解液（PMID: 15210712）；小鼠肺组织和脑组织等。

更多说明

- CDKN2A/p16INK4a ([P51480](#))和 ARPC5/p16 ARC ([Q9CPW4](#))，无论是在功能还是氨基酸序列上，都是两个完全不同的蛋白。p16INK4a (p16)是一种周期蛋白依赖的激酶抑制剂，通过抑制 CDK4/6 来阻断 E2F 转录因子的激活，负调控正常细胞的增殖。ARPC5/p16 ARC 是 Arp2/3 复合物的组成部分，Arp2/3 复合物是一种多蛋白复合物，在促核因子(NPF)刺激下介导肌动蛋白聚合(PMID:9230079)。因此请注意此产品仅能识别 p16INK4a (p16)，不能识别 ARPC5/p16 ARC。
- 小鼠 CDKN2A/p16INK4a 存在 2 个异构体，分子量大小分别为 18 kDa (canonical sequence) 和 13 kDa。此外，p16INK4a 还有一个约 14 kDa 的缺乏 C 端的裂解片段 (PMID: 18053084)。因此，在 WB 实验中可能检测到多条条带现象。

- 由于 p16INK4a 是一个 18 kDa 的小蛋白。推荐在 WB 实验中使用 15% SDS-PAGE 胶或浓度梯度胶进行电泳，以获得理想实验结果。
- 鉴于 p16INK4a 是一个小蛋白，WB 实验中 PVDF 膜孔径选择不当和转膜时间过长可能导致无信号/弱信号，推荐推荐使用 0.22 μ m PVDF 膜；转膜完成后，建议使用丽春红染色，以确定转膜是否成功。
- 推荐查看 [CDKN2A/p16INK4a 靶标贴士。](#)