

请在使用前仔细阅读说明书

Calcein-AM

货号	规格	储存条件	运输条件
C326	1 mg	-20℃	室温或蓝冰

注意事项

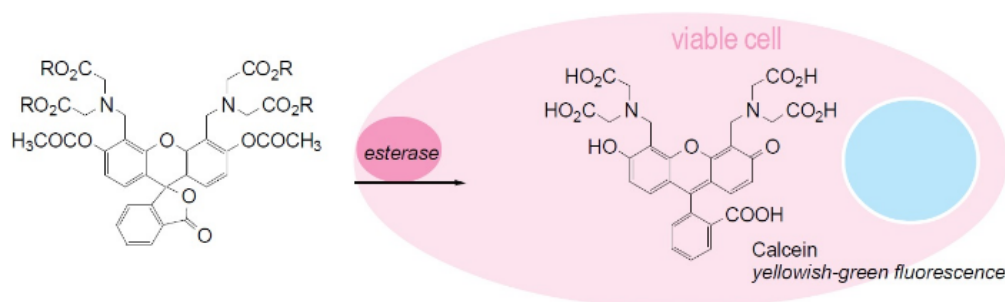
- 1、试剂容易吸潮，从冰箱取出后，请确认在干燥的环境放至室温后再开封。由于试剂极其微量，开封前，请轻弹管壁几次，以保证粉末落入管底。
- 2、第一次使用时，建议母液即配即用。试剂溶解后尽可能在短时间内使用，以保证实验效果。
- 3、溶解液 DMSO 需要保证新鲜无水，否则将会导致 AM 体水解，使荧光染料无法进入细胞，影响实验效果。
- 4、母液遇水极易分解，如果不能一次用完，建议分装保存，例如分装成 5 μl/管，用封口膜封口，并用铝箔纸包裹，放在一个密闭性能好的塑料袋中，并放入一包干燥剂，在 ≤-20℃ 密封避光保存。
- 5、建议您在正式实验前先摸索一下细胞量、染色试剂的终浓度、培养时间等，找到最佳实验条件。

产品描述

Calcein-AM是一种可对活细胞进行荧光标记的细胞染色试剂，由于它在Calcein的基础上加强了疏水性，因此能够轻易穿透活细胞膜。当其进入到细胞质后，酯酶会将其水解为Calcein留在细胞内，发出强绿色荧光。与其它同类试剂（如 BCECF-AM和Carboxy-fluorescein diacetate）相比，Calcein-AM是最适合作为荧光探针去染活细胞的，因为它的细胞毒性很低。Calcein不会抑制任何的细胞功能如增殖或淋巴球的趋化性。使用了Calcein的活性检测的实验结果是十分可信并且与标准的⁵¹Cr-释放法所得结果相一致的。Calcein的激发和发射波长分别为490 nm和515 nm。

Calcein-AM可与PI结合使用，分别对活细胞和死细胞染色，可用于同时对活细胞和死细胞进行荧光染色。

染色原理



染色步骤

1. 用 1 ml 无水 DMSO 溶解 1 mg Calcein-AM，制备成 1 mmol/l 的 Calcein-AM 母液，-20℃ 下密闭冷冻保存。
 2. 用 PBS 将 Calcein-AM 母液稀释制成 1-50 μM 的 Calcein-AM 溶液(现配现用)。^{a)}
 3. 吸掉预培养好的细胞中的培养基，用合适的缓冲液清洗 2-3 次。
 4. 加入适量的 Calcein-AM 溶液，在 37℃ 培养细胞 15-30 分钟。
 5. 用 PBS 或适当的缓冲液洗涤细胞两次。
 6. 用 490 nm 激发波长，515 nm 发射波长的滤光片的荧光显微镜观察细胞。
- a) 如果 Calcein-AM 很难进入细胞，可以使用表面活性剂，如 Pluronic® F127。

同仁化学研究所 (Dojindo Laboratories)

如果您需要更多的信息或者有任何问题可以通过下列方式联系我们：

上海市零陵路 899 号飞洲国际广场 27 楼 J 座 北京市朝阳区德外马甸裕民路 12 号元辰鑫大厦 E1-210 室

电话：800-988-0083

电话：010-8225-1765

网址：<http://www.dojindo.cn>

E-mail: info@dojindo.cn

修订日期：2012-12-24