

MitoBright Green 货号: MT06 规格: 50 µg × 3
MitoBright Red 货号: MT07 规格: 50 µg × 3
MitoBright Deep Red 货号: MT08 规格: 50 µg × 3

线粒体荧光探针 (系列)

Technical Manual

概述

各类细胞器在细胞中起着至关重要的作用。线粒体不仅是通过氧化磷酸化反应生成ATP的主要场所，而且它是一种重要的细胞器，它的活性和机能障碍与癌症、细胞衰老和神经退行性疾病 (例如阿尔兹海默症和帕金森综合症) 紧密相关。

“MitoBright” 染料是一类选择性染色活细胞中线粒体的荧光探针。它依赖膜电位的电位差而积聚于正常的线粒体中，并且因为“MitoBright” 染料和线粒体之间的作用强，所以能很好地保留在线粒体中。

订购信息

货号	品名	规格
MT06	MitoBright Green	50 µg × 3
MT07	MitoBright Red	50 µg × 3
MT08	MitoBright Deep Red	50 µg × 3

储存条件

MT06 置于阴凉处。 MT07 0-5℃避光保存。 MT08 0-5℃避光保存。

所需的设备和材料

- 二甲基亚砜 (DMSO) - HBSS或无血清培养基 - 移液器

*用含血清培养基会导致荧光强度比HBSS低。

溶液的制备

制备1 mmol/l 的DMSO储存液

根据下表，向含有50 µg MitoBright的管子中加入适当体积的DMSO，用移液器吹打至溶解。将DMSO储存液保存于-20℃。

探针	DMSO体积
MitoBright Green	87 µl
MitoBright Red	71 µl
MitoBright Deep Red	69 µl

操作步骤

1. 用HBSS或无血清培养基稀释1 mmol/l的DMSO储存液，制备成25-200 nmol/l的工作液。
2. 去除预培养细胞的上清液，用HBSS或无血清培养基清洗细胞2次。
3. 加入25-200 nmol/l的工作液，培养15-60 min。
4. 去除上清液，加HBSS或无血清培养基覆盖细胞后，用荧光显微镜观察。

实验例

MitoBright Green的特性

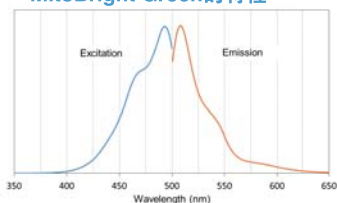


图1. MitoBright Green的激发和发射光谱

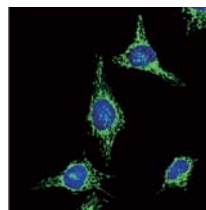


图2. MitoBright Green染色线粒体的荧光成像图

探针浓度: 100 nmol/l
细胞种类: HeLa细胞
激发波长: 488 nm
发射波长: 501-563 nm
核染料: Hoechst 33344

MitoBright Red的特性

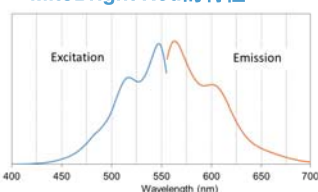


图3. MitoBright Red的激发和发射光谱

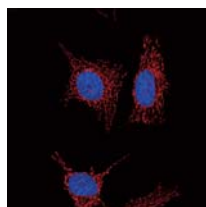


图4. MitoBright Red染色线粒体的荧光成像图

探针浓度: 100 nmol/l
细胞种类: HeLa细胞
激发波长: 561 nm
发射波长: 558-617 nm
核染料: Hoechst 33344

MitoBright Deep Red的特性

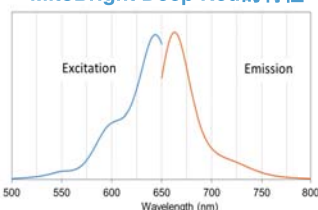


图5. MitoBright Deep Red的激发和发射光谱

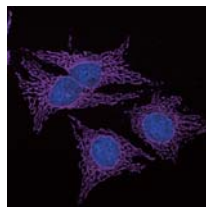


图6. MitoBright Deep Red染色线粒体的荧光成像图

探针浓度: 100 nmol/l
细胞种类: HeLa细胞
激发波长: 640 nm
发射波长: 656-700 nm
核染料: Hoechst 33344

DOJINDO 东仁化学科技 (上海) 有限公司

如果您需要更多的信息或者有任何问题可以通过以下方式联系我们:

网址: <http://www.dojindo.cn>

E-mail: info@dojindo.cn

上海

上海市零陵路899号飞洲国际广场27楼J座

邮编: 200030

电话: 400-823-9388

北京

北京市朝阳区德外马甸裕民路12号元辰鑫大厦E1-210室

邮编: 100029

电话: 010-8225-1765

2017年09月