

Version: 01

Update: 03/12/2024

eStain L1 浓缩试剂套装 (R)

Cat No. L00687R

I 产品描述

eStain L1 浓缩试剂套装是浓缩型的蛋白染色脱色试剂盒，用于 eStain® L1 蛋白染色仪(Cat.No. L00657C)的考马斯亮蓝染色脱色实验。

试剂盒组分如下表：

表 1. 试剂盒组分

产品名称	规格	数量
eStain L1 染色浓缩液(R), 2.5X	2 L	1
eStain L1 脱色浓缩液(R), 10X	500 mL	2
eStain L1 滤纸	50 pK	1

II 使用说明

eStain L1 浓缩试剂套装是浓缩型的染色脱色试剂，需要稀释成 1x 的试剂后才能用于 eStain® L1 蛋白染色仪的考马斯亮蓝染色脱色实验。

表 2. 1x 染色液配制表

组分名称	规格
eStain L1 染色浓缩液(R), 2.5X	2 L
ddH ₂ O	3 L
总体积	5 L

充分混匀后使用

表 3. 1x 脱色液配制表

组分名称	规格
eStain L1 脱色浓缩液(R), 10X	500 mL
ddH ₂ O	4.5 L
总体积	5 L

充分混匀后使用

III 存储条件

- 1、请将试剂盒置于干燥避光处保存，试剂盒在室温下可保存 12 个月；
- 2、低温环境下浓缩试剂组分可能出现结晶，请在室温下等待试剂充分溶解混匀后，再稀释。

IV 订购信息

产品名称	货号
eStain L1 浓缩试剂套装 (R)	L00687R
eStain® L1 蛋白染色仪	L00657C

For research use only. Not intended for human or animal clinical trials, therapeutic or diagnostic use.

生产商：南京金斯瑞生物科技有限公司 江苏省南京市江宁区科学园雍熙路 28 号

Manufacturer: Nanjing GenScript Biotech Co., Ltd. No. 28 Yongxi Road, Jiangning District, Nanjing, Jiangsu, China