

Version : 01

Update : 03/12/2024

## eStain LG 蛋白染脱色试剂盒 (H)

Cat No: L00810C

### I 产品描述

eStain LG 蛋白染脱色试剂盒(H) (Cat No: L00810C) 是即用型的蛋白染色脱色试剂盒, 用于 eStain® LG 蛋白染色仪 (Cat. No. L00760C) 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 LG 蛋白染色液 (H)	5 L	1
eStain LG 蛋白脱色液 (H)	5 L	2
eStain Filter Paper	50 pK	1

### II 使用说明

eStain LG 蛋白染脱色试剂盒 (H) 是即用型试剂, 无需稀释, 即可用于 eStain® LG 蛋白染色仪的考马斯亮蓝染色实验。

### III 存储条件

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。

### IV 订购信息

产品名称	货号
eStain LG 蛋白染脱色试剂盒 (H)	L00810C
eStain® LG 蛋白染色仪	L00760C

**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