

Version: 01

Update: 03/12/2024

eBlot L1 转膜浓缩试剂盒 (PVDF 膜基础)

Cat.No. L00726C

I 产品描述

eBlot L1 转膜浓缩试剂盒 (PVDF 膜基础) 是浓缩型的快速转膜试剂盒, 用于 eBlot™ L1 快速湿转仪 (Cat. No. L00686C) 的蛋白转印实验, 可完成 30 块小型蛋白凝胶的转印。试剂盒组分如下表:

表 1. 试剂盒组分

组分名称	规格	数量
eBlot L1 PVDF 膜转膜浓缩液 5X	1 L	2
eBlot L1 PVDF 膜平衡浓缩液 10X	15 mL	2
eBlot L1 转膜垫片	15 对	2

II 使用说明

eBlot L1 转膜浓缩试剂盒 (PVDF 膜基础) 是浓缩型的转膜试剂, 需稀释后使用, 稀释前请充分混匀试剂, 稀释方法如下表:

表 2. eBlot L1 PVDF 膜转膜液, 1X (5 L)

组分名称	规格
eBlot L1 PVDF 膜转膜浓缩液, 5X	1 L
异丙醇	0.5 L
ddH ₂ O	3.5 L
Total	5 L

充分混匀后使用

表 3. eBlot L1 PVDF 膜平衡液, 1X (150 mL)

组分名称	规格
eBlot L1 PVDF 膜平衡液, 10X	15 mL
ddH ₂ O	135 mL
Total	150 mL

充分混匀后使用

备注: 稀释后的 1×平衡液不建议重复使用, 每次使用后请勿回收。

III 存储条件

- 1、试剂盒的有效期为 1 年，请放置在常温、通风的储存环境中储存，在保质期内使用；
 - 2、部分试剂溶液在低温下可能会出现结晶，请将试剂置于室温中溶解、混匀后使用；
- 注意事项：使用过程中请佩戴手套。

IV 订购信息

产品名称	货号
eBlot L1 转膜浓缩试剂盒 (PVDF 膜基础)	L00726C
eBlot™ L1 快速湿转仪	L00686C

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