

Version: 01

Update: 03/12/2024

eBlot L1 转膜试剂盒 (PVDF 膜)

Cat.No. L00729C

I 产品描述

eBlot L1 转膜试剂盒 (PVDF 膜) 无需稀释, 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 膜转膜液, 1X	5 L	2
eBlot L1 PVDF 膜平衡液, 1X	150 mL	2
PVDF Membrane, 0.22 μ m, 8 x 9 cm	15 pK	2
eBlot L1 转膜垫片	15 对	2

II 使用说明

1. 转膜操作之前, 使用硅胶管将 eBlot L1 PVDF 膜转膜液连接到 eBlot L1 快速湿转仪的蓝色进液口, 绿色的进液口连接冷却桶, 白色的进液口连接废液桶。
2. 具体的转膜操作, 请参考“eBlot™ L1 快速湿转仪的快速说明卡”。

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 转膜试剂盒 (PVDF 膜)	L00729C
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