

Version: 01

Update: 03/12/2024

eBlot L1 转膜试剂盒 (NC 膜)

Cat. No. L00728C

I 产品描述

eBlot L1 转膜试剂盒 (NC 膜) 是即用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 NC 膜转膜液, 1X	5 L	2
eBlot L1 NC 膜平衡液, 1X	150 mL	1
NC 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

eBlot L1 转膜试剂盒 (NC 膜) 是即用型的转膜试剂, 无需稀释, 可直接用于 eBlot™ L1 快速湿转仪的蛋白转印实验, 详情参考 eBlot™ L1 快速湿转仪使用说明书。

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 (NC 膜)	L00728C
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