

Version: 01

Update: 01/26/2024

eBlot L2 转膜试剂盒, midi

Cat No. L01015C-75

I 产品描述

eBlot L2 转膜浓缩试剂盒, midi 是浓缩型的快速转膜试剂盒, 用于 eBlot™ L2 快速湿转仪 (Cat. No. L00981C) 的蛋白转印实验, 在仪器运行使用标准程序 (Standard) 时, 本试剂盒最多可完成 75 块 midi (中型) 或 150 块 mini (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	货号
eBlot L2 转膜浓缩液, 5X	4.5 L	1	B00056C
eBlot L2 平衡浓缩液, 5X	1 L	1	B00057C
eBlot L2 转膜垫片, midi	15 对	5	L00988C

II 使用说明

eBlot L2 转膜浓缩试剂盒, midi 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 L2 转膜液, 1X (5 L)

组分名称	规格
eBlot L2 转膜浓缩液, 5X	1 L
ddH ₂ O	4 L
Total	5 L

充分混匀后使用

表 3. eBlot L2 平衡液, 1X (60 mL)

组分名称	规格
eBlot L2 平衡浓缩液, 5X	12 mL
dd H ₂ O	48 mL
Total	60 mL

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
eBlot L2 转膜浓缩试剂盒, midi	L01015C-75
eBlot™ L2 快速湿转仪	L00981C

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