

eBlot™ L2 快速湿转仪

快速操作指南



金斯瑞生物科技有限公司

江苏省南京市江宁高新园雍熙路28号 211100

Tel: 400-025-8686-5810 025-58897288-5810
Fax: 025-58897288-5815
Email: product@genscript.com.cn



微信扫码获取 仪器操作视频和技术支持

步骤1

转膜前准备

试剂

- ·eBlot L2 转膜液 (300 mL/标准程序)
- ·eBlot L2 平衡液(60 mL/次,装在WB反应盒中)
- ·纯水(250 mL/次,装在托盘中)

甘它

- · 电泳后的凝胶
- ·NC膜/激活的PVDF膜
- ・干燥的转膜垫片(1对/次)

注意: 清空废液桶

步骤2

将转膜槽平放于桌面上,按照如下步骤打开转膜槽

- a. 向外拉开拉手, 解锁转膜槽
- b. 向上拉开拉手, 打开上盖
- c. 上盖打开至 > 90°, 将转膜槽朝向自己

注意: 红色为正极







步骤3

将电泳后的凝胶胶柱切除,然后将膜、切除胶柱的 凝胶放入装有平衡液的 WB 反应盒中,使凝胶和膜 充分浸没在平衡液中,平衡1分钟*

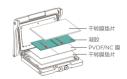
注意:

- a. 用水冲洗电泳后的凝胶胶板,去除 残留的电泳缓冲液
- b. 若凝胶有凸起,一并切除;自配胶 请切除浓缩胶
- c. PVDF膜先使用甲醇激活,再平衡
- * 凝胶平衡时间<5分钟



步骤 4

在红色正极框内,依次平铺1片干燥的转膜垫片、平衡后的膜、平衡后的凝胶,使用沾有平衡 液的转印滚子轻轻滚动去除凝胶与膜之间的气泡,再在凝胶上平铺另一片干燥的转膜垫片





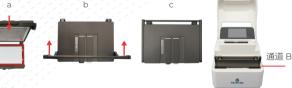




1块 midi 凝胶铺放示意图

步骤5

合上转膜槽,双手将组装好的转膜槽垂直插入所选仪器通道中,确保转 膜槽外部指示线完全没入通道



注意:

- a. 确保膜尺寸 > 胶尺寸,平铺后的凝胶完全在膜内 b. 两块 mini 凝胶边缘不要重叠/接触
- c. 凝胶和膜尽量靠下放置(红色箭头方向),放置方式和凝胶方向如上图所示
- d. 凝胶和膜的放置不要超出上图的绿色指示线,且完全在转膜垫片内
- e. 尽快进行转膜"三明治"组装操作,避免凝胶和膜变干

注意:

- a. 转膜槽有方向性,插入时外部指示线朝向自己
- b. 组装完成的转膜"三明治",请在5分钟内进行转膜



eBlot™ L2 快速湿转仪

快速操作指南



金斯瑞生物科技有限公司 江苏省南京市江宁高新园雍熙路28号 211100

Tel: 400-025-8686-5810 025-58897288-5810 Fax: 025-58897288-5815

Email: product@genscript.com.cn



◎ 微信扫码获取 仪器操作视频和技术支持

步骤 6

点按所选通道右侧 **▶** 按钮,仪器开始工作, 讲入转膜倒计时



步骤7

转膜结束后,仪器发出蜂鸣声,点按 按钮,程序回到初始界面



步骤8

从通道中取出转膜槽,打开后立即将转膜"三明治"整体取出放入装有纯水的托盘中,取出膜进行后续实验

转膜槽每次使用后, 请用水冲洗60 秒,将转膜槽打开放置于桌面上,沥干

注意:

若PVDF 膜失活,需要在甲醇中重新激活 1 分钟





日常维护说明

为了保证蛋白转印质量,建议定期对仪器进行保养

产品组件	说明
转膜槽	每次转膜结束,请使用水冲洗转膜槽 60 秒,将转膜槽打开放置于桌面上,沥于
管路排空	如果仪器超过两周不使用,在系统界面点按 排空 按钮,按照提示进行管路排空,重复一次
通道和管路	当通道转膜 100 次时,运行系统清洗;若使用频率较高,每个月清洗一次,步骤如下:
	4. 在系统界面点按 清洗 按钮,按照提示运行系统清洗程序,约 3 分钟 混匀后使用 5. 清洗完成后,将废液 2 的管路重新和废液桶连接 注意: 清洗液准备 80 mL,太多可能导致清洗液残留