

Version: 02

Update: 09/30/2022

eStain 清洗试剂盒

Cat .No.: L00668

eStain 清洗试剂盒是专门为 eStain® L1/LG 蛋白染色仪开发的一款清洗液试剂盒，试剂盒包含 2 瓶 500ml 清洗母液和一个 5L 空桶，清洗液母液为无色或淡黄色液体，定期使用此试剂清洗 eStain® L1/LG 染色设备，可以有效清除仪器通道内沉积的杂质，降低染色背景，延长设备使用寿命。本试剂处于室温阴凉干燥处可保存 1 年。

I. 清洗液配制

按照以下配比，配制 1L 清洗液。如同时清洗两个通道建议配制 2L 清洗液备用。

清洗液配制说明	
清洗液母液（货号：M00551）	200ml
无水乙醇	300ml
ddH ₂ O	500ml
摇匀后使用	

II. 清洗操作：

- 排空管道：** 长按“Up”+“Setting”键，启动仪器排空程序，排空管道内的染色液、脱色液及废液；建议排空操作 2 次。
- 清洗管道准备：** 从染色液试剂桶、脱色液试剂桶中取出染色液进液管和脱色液进液管，将染色液管放入配好清洗液中，脱色液管放在一个干净的烧杯中。
- 清洗程序设置：** 按“up”或者“Down”选择中 A 或 B 通道，长按“Setting”键，进入程序页面，按下“up”或“Down”键，选择“Method 4”程序长按显示如下图（Method 4 出厂默认程序，若不是默认程序，请参见 eStain 说明书进行设置），再长按“Setting”键完成选择并返回主介面。同样操作完成另一个通道设置。

Method 4	Equilibrium cycles	0	times
	Staining cycles	4	times
	cycle 1	5.0	min
	cycle 2	5.0	min
	cycle 3	5.0	min
	cycle 4	5.0	min
	Destaining cycles	0	times

UP & DOWN to modify cycle or time Press setting to apply method
 Press and hold setting to save and quit

- 清洗运行：**待 A 与 B 通道都完成“Method 4”程序设置，将空的凝胶固定夹插回染色槽内。按下“Start A”与“Start B”键启动程序（清洗程序），清洗液自动完成对设备清洗。程序运行结束后长按“Up”+“Setting”键，启动排空程序；建议排空操作 2 次。
- 水冲洗：**长按“Setting”键，进入程序界面，按“Up”或“Down”选择空白的程序进行设置：例如长按“Setting”选择“Method 1”，设置：“Method 1”，如下图所示，把 Staining Cycles 和 Destaining Cycles 的参数均设置为“4”，设置完成后长按“Setting”键返回主界面。设置 A 和 B 通道都选择“Method 1”程序，设置完成后返回主界面。将染色液管和脱色液管放入纯水中，按下“Start A”与“Start B”键启动程序（水洗程序），程序运行结束后长按“Up”+“Setting”键，启动排空程序；建议排空操作 1 次。

Method 1	Equilibrium cycles	0	times
	Staining cycles	4	times
	cycle 1	0.0	min
	cycle 2	0.0	min
	cycle 3	0.0	min
	cycle 4	0.0	min
	Destaining cycles	4	times
	cycle 1	0.0	min
	cycle 2	0.0	min
	cycle 3	0.0	min
	cycle 4	0.0	min

UP & DOWN to modify cycle or time Press setting to apply method
 Press and hold setting to save and quit

- 程序恢复：**清洗操作和冲洗操作结束后将 A、B 通道程序恢复 Stain 染色程序，将管道复位（蓝、绿、透明接头分别对应染色液、脱色液与废液。）
- 注意：**若清洗时，出现“液体进液不满”提示，可长按“start”键停止该程序。然后按下“Down + Setting”键，切换至工程界面，按下“Setting”选择“Staining In Time”，“Destaining In Time”栏，按下“Up”键将其运行时间各增加 1 Sec。如下图所示（红色框的信息）。

Engineering Mode	Total Running Time		
	Channel A	0	min
	Channel B	0	min
	Main Pump	0	min
	Total Running Cycles		
	Valve 1	0	times
	Valve 2	0	times
	Valve 3	0	times
	Staining In Time	18.0	sec
	Destaining In Time	18.0	sec
Cleaning Time	3.5	sec	

IMPROPER SETTINGS MAY CAUSE DAMAGE. FOR ENGINEER TUNING ONLY.

“了解更多产品信息，请关注金斯瑞目录产品公众号”



For research and manufacturing use. Direct human use, including taking orally and injection are forbidden.

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