



## eStain™ L1蛋白染色仪

以下是使用eStain™ L1蛋白染色仪对小型凝胶进行考马斯亮蓝快速染色的说明。如果需要详细的说明，请阅读eStain™ L1蛋白染色仪用户手册：



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



微信扫描二维码

### 染色具体操作

**步骤1.** 当您的凝胶电泳快结束时，打开eStain™ L1蛋白染色仪背部的开关，同时仪器蜂鸣，此时，仪器进行开机自检，自检结束后主屏幕下方按键灯亮，主界面展示如下图。

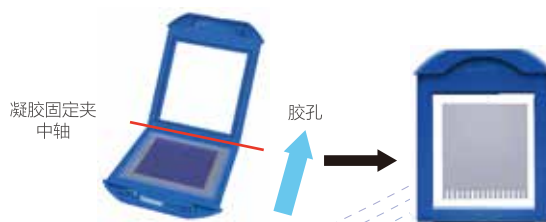


**步骤2.** 在托盘中注入适量蒸馏水，以完全浸润凝胶为宜。

注：凝胶需在此托盘内浸润约1分钟。如使用Life Tech. 品牌凝胶GEL，必须切除凸起部分。

**步骤3.** 从仪器中取出凝胶固定夹，将浸润好的凝胶水平放置在凝胶固定夹的网面上，然后，将在托盘中浸润好的的单片滤纸平铺于凝胶上，之后合上凝胶固定夹。

注：\*固定夹内网面一端呈水平方向平铺，参考右图，确保凝胶放置方向与一致，在凝胶不超出网的情况下尽量靠近中轴。



**步骤6.** 染色完成即可取出凝胶固定夹，依次取出凝胶。

**步骤5.** 按下主屏幕下方的START B按键，仪器开始染色，主界面显示为如下左图，此时，START B按键闪烁，染色开始进行倒计时。仪器工作结束后，染色时间为0，仪器发出蜂鸣，按下START B按键，按键闪烁停止，主界面恢复为下图界面。

主界面：染色开始时



主界面：染色结束时



**步骤4.** 按一定方向性将凝胶固定夹插入仪器的其中一个通道中（如下图所示，凝胶固定夹插入了仪器的B通道）

注：安装凝胶固定夹时，需注意将有网面的一方正对操作者，再将凝胶固定夹垂直插入通道槽。若凝胶固定夹插入方向有误，染色会造成仪器损坏。



B通道