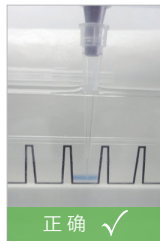
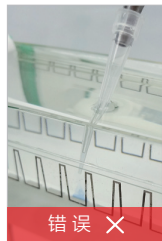
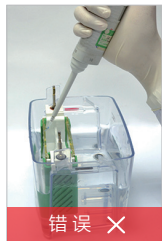


5. 上样

让上样枪头的尖端垂直插入到上样孔中能够获得最佳的上样效果，枪头不能戳破胶体，更不能使胶板变形导致样品漏孔。

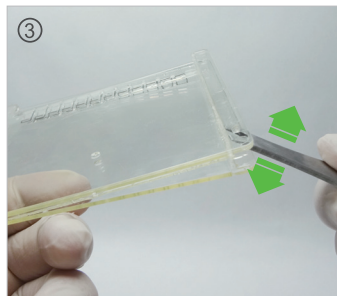
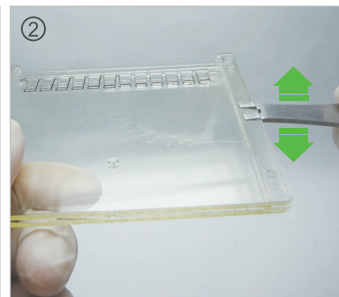
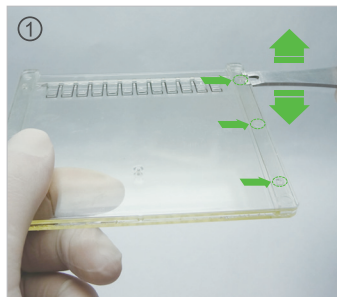


6. 电泳条件

电泳缓冲液	电压	电泳时间
MOPS	200 V	30+ Minutes
MES	200 V	20+ Minutes

7. 从胶板中取出凝胶

推荐您使用eStain L1 10分钟 蛋白染色仪(L00657) 进行染色脱色。



NanJing Genscript Biotechnoly Ltd.
28 YongXi Road, JiangNing District
NanJing, China

www.genscript.com.cn

86-025-58897288 ext 5810

product@genscript.com.cn

SurePage™ Gels

Guide for using SurePage™ Gels, 10×8



1. 金斯瑞预制胶包含梯度胶（4-20%，4-12%和8-16%）和固定浓度胶（8%，10%，12%和15%）。客户可根据目的蛋白大小在指导图上的预期分布选择相应浓度的预制胶。

孔数	最大上样量/孔	8%	10%	12%	15%	4-12%	8-16%	4-20%
		MES MOPS	MES MOPS	MES MOPS	MES MOPS	MES MOPS	MES MOPS	MES MOPS
10	80 μl							
12	60 μl							
15	40 μl							

试剂	体积
蛋白样品	x μl
蒸馏水	Up to 8 μl
5 x sample buffer	2 μl
总体积	10 μl

2. 样品准备

试剂	体积
蛋白样品	x μl
蒸馏水	Up to 8 μl
5 x sample buffer	2 μl
总体积	10 μl

3. 电泳槽

金斯瑞预制胶可兼容国内外主流Min型电泳槽，部分电泳槽名称如下图所示。

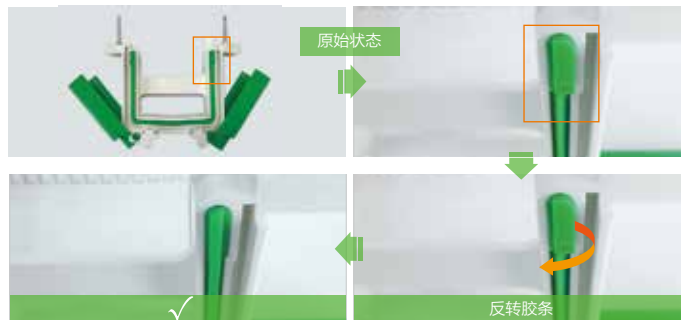
- 六一、天能
- Daiichi Mini 2-Gel & 6-Gel
- GradiGel Mini 4-Cell
- Bio-Rad Mini-PROTEAN® II & 3
- IBI Universal Protein System
- Invitrogen Novex XCell I, II, & SureLock® (须与金斯瑞特供的挡板一起使用)
- EC 4-Cell
- Hoefer Mighty Small™ (SE 260/SE 250)

4. 将 SurePAGE 预制胶从包装袋中取出，撕掉胶板底部的胶带；再平稳地将梳子从胶板中推出；最后，将胶板放入凝胶电泳装置中。

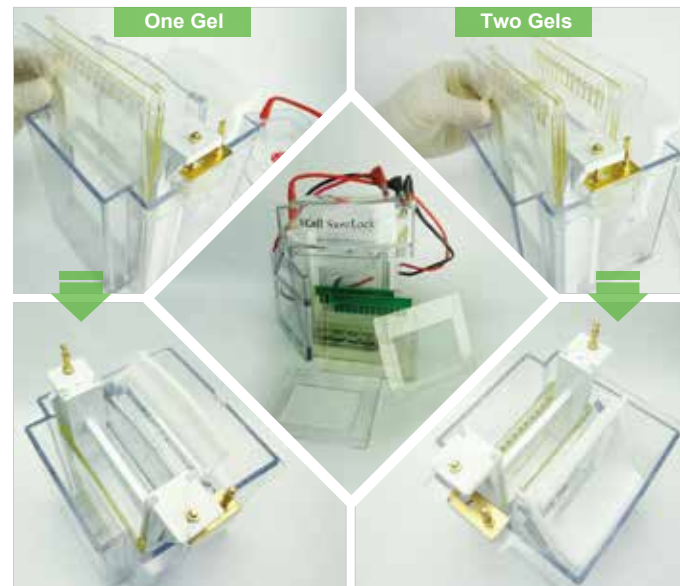


Bio-Rad Mini-PROTEAN® Tetra System 电泳槽的使用注意事项:

将电泳槽内框架的绿色硅橡胶密封条取出，然后将其平坦的一面朝外并重新插入内框架的凹槽中



For Invitrogen Novex Xcell I, II & SureLock®电泳槽的使用注意事项: 需要挡板 (L00671) 配合使用, 如下图:



SurePage™ Gels

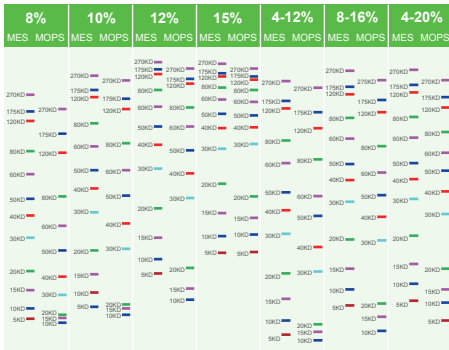
Guide for using SurePage™ Gels, 10×8



May. 1st, 2019

1. 金斯瑞预制胶包含梯度胶（4-20%、4-12%和8-16%）和固定浓度胶（8%、10%、12%和15%）。客户可根据目的蛋白大小在指导图上的预期分布选择相应浓度的预制胶。

空数	最大上样量/孔
10	80 μ l
12	60 μ l
15	40 μ l



2. 样品准备

试剂	体积
蛋白样品	x μ l
蒸馏水	Up to 8 μ l
5 x sample buffer	2 μ l
总体积	10 μ l

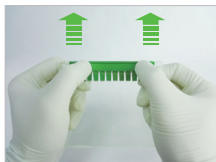
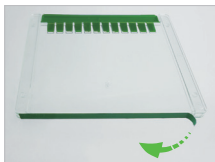
3. 电泳槽

金斯瑞预制胶可兼容国内外主流Min型电泳槽，部分电泳槽名称如下图所示。

<ul style="list-style-type: none"> 六一、天能 	<ul style="list-style-type: none"> Daichi Mini 2-Gel & 6-Gel
<ul style="list-style-type: none"> GradiGel Mini 4-Cell 	<ul style="list-style-type: none"> Bio-Rad Mini-PROTEAN® II & 3
<ul style="list-style-type: none"> IBI Universal Protein System 	<ul style="list-style-type: none"> Invitrogen Novex XCell I, II, & Surelock® (须与金斯特特制的挡板一起使用)
<ul style="list-style-type: none"> EC 4-Cell 	
<ul style="list-style-type: none"> Hoefer Mighty Small™ (SE 260/SE 250) 	

4. 将 SurePAGE 预制胶从包装袋中取出，撕掉胶板底部的胶带；再平稳地将梳子从胶板中推出；最后，将胶板放入凝胶电泳装置中。

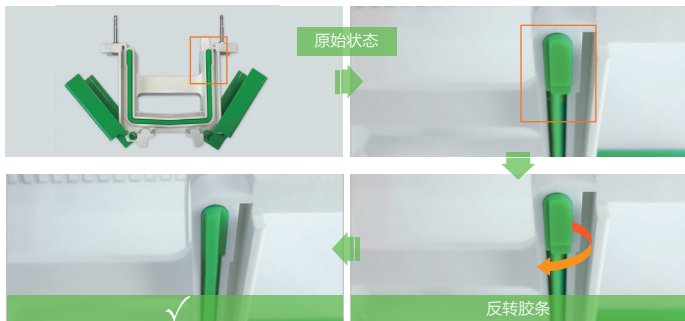
撕开封条→



←推出梳子

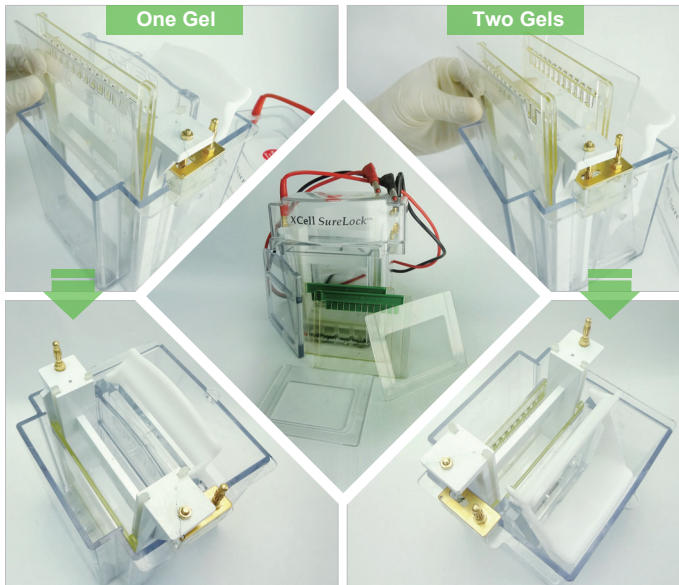
Bio-Rad Mini-PROTEAN® Tetra System 电泳槽的使用注意事项:

将电泳槽内框架的绿色硅橡胶密封胶条取出，然后将其平坦的一面朝外并重新插入内框架的凹槽中



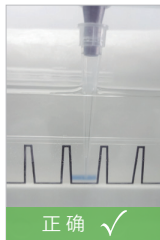
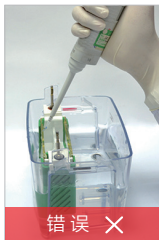
For Invitrogen Novex Xcell I, II & SureLock®电泳槽的使用注意事项:

需要挡板 (L00671) 配合使用, 如下图:



5. 上样

让上样枪头的尖端垂直插入到上样孔中能够获得最佳的上样效果，枪头不能戳破胶体，更不能使胶板变形导致样品漏孔。

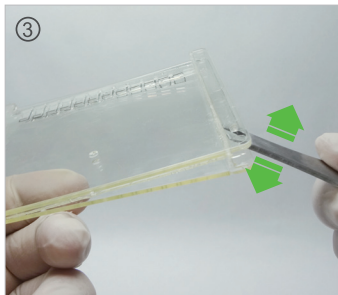
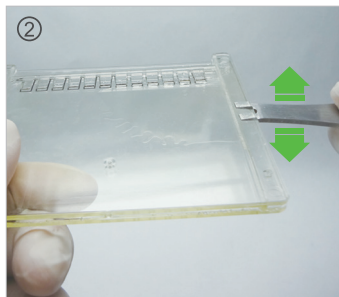
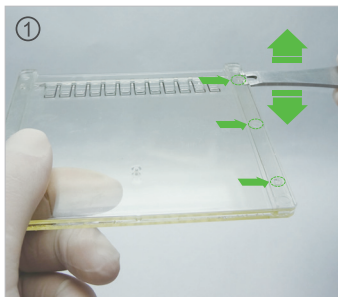


6. 电泳条件

电泳缓冲液	电压	电泳时间
MOPS	200 V	30+ Minutes
MES	200 V	20+ Minutes

7. 从胶板中取出凝胶


推荐您使用eStain L1 10分钟 蛋白染色仪(L00657) 进行染色脱色。



Nanjing Genscript Biotechnoly Ltd.
28 YongXi Road, JiangNing District
NanJing, China

www.genscript.com.cn

 86-025-58897288 ext 5810

 product@genscript.com.cn