

It's Time to Expect More From Handcast Gels!

# TGX FastCast アクリルアミド溶液キット

最新のゲルケミストリーを採用した「TGX FastCastアクリルアミド溶液キット」で、より進化したパフォーマンスと利便性を自作ゲルで実現。

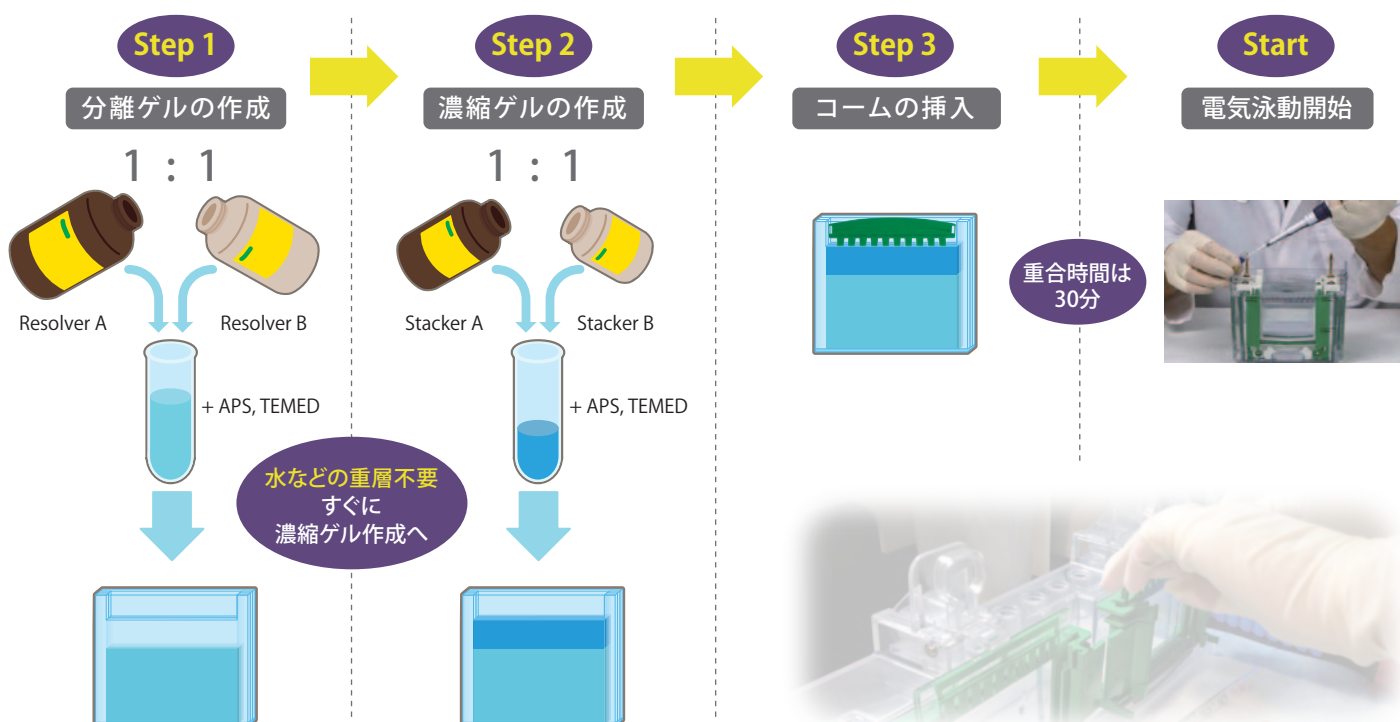
## 特長

- 1:1混合で面倒な計算は不要
- 1ステップ重合法で、分離ゲルの重合を待たずに濃縮ゲルを重層
- TGXゲル仕様なので高速電気泳動(30分)と高い転写効率を実現
- TGXゲル仕様なので自作ゲルでも1ヶ月の保存が可能



## FastCastアクリルアミド溶液キットで、タンパク質研究をより効率的に

### 1:1混合と1ステップ重合



**BIO-RAD**

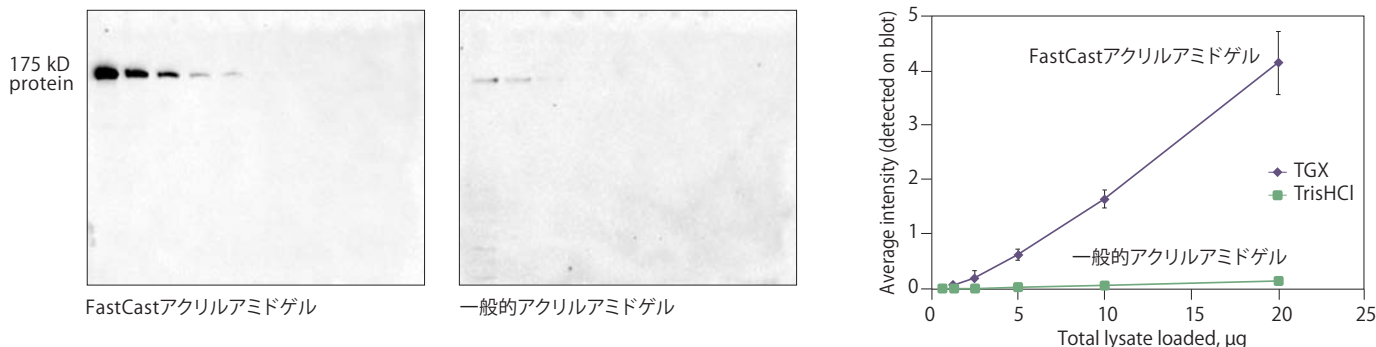
## TGXプレキャストゲルの仕様を自作ゲルでそのまま再現

高速電気泳動、高効率ブロッキングを自作ゲルで実現できます。

FastCastアクリルアミド溶液キットで作成したゲルは、TGXプレキャストゲルと同等の性能を持ちます。

- 高速電気泳動：200V(定電圧推奨)でおよそ30分で泳動が完了します
- 高転写効率：ゲルからタンパク質が移動しやすく、より多くのタンパク質がメンブレンに転写されます

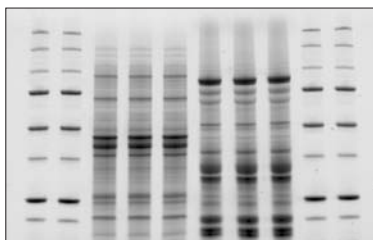
### 175kDaタンパク質のウェスタンブロッティング検出と定量結果(10%ゲル)



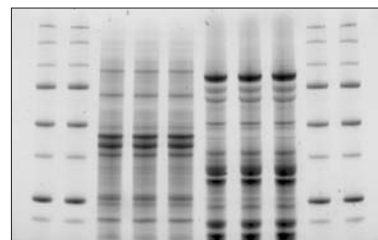
## 自作ゲルなのに長期保存が可能

FastCastアクリルアミド溶液キットで作成したゲルは、冷蔵保存条件下で1ヶ月保存が可能です。まとめて作って、使いたいときに使う。プレキャストゲルのような感覚で、自作ゲルを電気泳動やウェスタンブロッティングに利用できます。

■ 作成直後



■ 4℃ 1ヶ月保存後



### Ordering Information

#### FastCastアクリルアミド溶液キット(ミニゲル約60枚分)

カタログ番号	品名	価格	保存温度
161-0171	TGX FastCast アクリルアミド溶液キット 7.5%	¥21,000	室温
161-0173	TGX FastCast アクリルアミド溶液キット 10%	¥21,000	室温
161-0175	TGX FastCast アクリルアミド溶液キット 12%	¥21,000	室温
161-0181	TGX Stain-Free FastCast* アクリルアミド溶液キット 7.5%	¥23,000	室温
161-0183	TGX Stain-Free FastCast* アクリルアミド溶液キット 10%	¥23,000	室温
161-0185	TGX Stain-Free FastCast* アクリルアミド溶液キット 12%	¥23,000	室温
161-0700	過硫酸アンモニウム(APS) 10g	¥8,000	室温
161-0800	TEMED 5ml	¥5,500	室温

\* Stain-Freeは、染色することなくUV照射するだけでタンパク質を可視化することができる新しい技術です。ゲルに含まれるStain-Free化合物がUVによりタンパク質のトリプトファン残基に結合し蛍光を発するようになります。詳しくはお問い合わせください。

**BIO-RAD**

バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社  
ライフサイエンス事業部

www.bio-rad.com

本社 〒140-0002 東京都品川区東品川 2-2-24 TEL 03-6361-7000 FAX 03-5463-8480

大阪営業所 〒532-0025 大阪市淀川区新北野1-14-11 TEL 06-6308-6568 FAX 06-6308-3064

福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-5-28 TEL 092-475-4856 FAX 092-475-4858

\*学術のお問い合わせは TEL 03-6404-0331 FAX 03-6404-0334

\*価格(税抜き)、仕様などは予告無く変更することがありますので、ご了承ください。

\*価格は2014年5月現在のものです。メーカー希望小売価格(税別)です。

\*本カタログに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

取扱店

C10589 1405A