

# Biotinylated Kinases

## ビオチン化キナーゼ蛋白質

表面プラズモン共鳴 (SPR) やバイオレイヤー干渉法 (BLI) といった物質間の相互作用を評価する系 (解析機器) でご利用いただけるビオチン化キナーゼ蛋白質を販売しております。これらの解析機器で低分子化合物の創薬研究・開発を行なう際、リガンドとする標的分子蛋白質を活性、構造を保持したままセンサー表面に固定化 (固相化) することはとても難しいことです。当社はこれまで 300 を超えるキナーゼ種を自社製造してきた上で培ったノウハウを元に下記の特長をもつビオチン化キナーゼ蛋白質の開発成功に至り、販売する運びとなりました。

当社の **ビオチン化キナーゼ蛋白質** の特徴は？

- ➡ 一つのキナーゼ分子に一つのビオチン分子をラベリング
- ➡ 特異的部位をビオチン化
- ➡ バキュロウイルス発現システムにより蛋白質取得
- ➡ 購入後のラベリングが不要で取扱いが簡単 ⇒ 時間、コスト削減に貢献

### 2010年10月 販売開始

本紙裏面に開発中の製品を掲載しております。リストにない製品をご希望の場合はお問合せ下さい。  
各製品の仕様については、当社 HP ([www.carnabio.com/japanese/product/biotinylated](http://www.carnabio.com/japanese/product/biotinylated)) をご覧下さい。

製品名		商品番号	定価 10μg	定価 100μg
<b>BTN - ABL(ABL1)</b>	Cytoplasmic Tyrosine	08-401-20N	¥135,000	¥700,000
<b>BTN - AKT1</b>	Serine/Threonine	01-401-20N	¥135,000	¥700,000
<b>BTN - ALK</b>	Receptor Tyrosine	08-405-20N	¥135,000	¥700,000
<b>BTN - AXL</b>	Receptor Tyrosine	08-407-20N	¥135,000	¥700,000
<b>BTN - BTK</b>	Cytoplasmic Tyrosine	08-480-20N	¥135,000	¥700,000
<b>BTN - DLK(MAP3K12)</b>	Serine/Threonine	09-411-20N	¥135,000	¥700,000
<b>BTN - EGFR</b>	Receptor Tyrosine	08-415-20N	¥135,000	¥700,000
<b>BTN - FGFR1</b>	Receptor Tyrosine	08-435-20N	¥135,000	¥700,000
<b>BTN - FMS(CSF1R)</b>	Receptor Tyrosine	08-455-20N	¥135,000	¥700,000
<b>BTN - HER2(ERBB2)</b>	Receptor Tyrosine	08-416-20N	¥135,000	¥700,000
<b>BTN - IGF1R</b>	Receptor Tyrosine	08-441-20N	¥135,000	¥700,000
<b>BTN - IKK α (CHUK)</b>	Serine/Threonine	05-412-20N	¥135,000	¥700,000
<b>BTN - JAK1</b>	Cytoplasmic Tyrosine	08-444-20N	¥135,000	¥700,000
<b>BTN - JAK2</b>	Cytoplasmic Tyrosine	08-445-20N	¥135,000	¥700,000
<b>BTN - KDR</b>	Receptor Tyrosine	08-491-20N	¥135,000	¥700,000
<b>BTN - MAP2K1</b>	Serine/Threonine	07-441-20N	¥135,000	¥700,000
<b>BTN - MET</b>	Receptor Tyrosine	08-451-20N	¥135,000	¥700,000
<b>BTN - PIK3CA/PIK3R1</b>	Lipid	11-401-20N	¥135,000	¥700,000
<b>BTN - PLK1</b>	Serine/Threonine	05-457-20N	¥135,000	¥700,000
<b>BTN - PLK4</b>	Serine/Threonine	05-460-20N	¥135,000	¥700,000
<b>BTN - SYK</b>	Cytoplasmic Tyrosine	08-476-20N	¥135,000	¥700,000
<b>BTN - TGF β R1(TGFBFR1)</b>	Serine/Threonine	09-441-20N	¥135,000	¥700,000
<b>BTN - TNIK</b>	Serine/Threonine	07-438-20N	¥135,000	¥700,000

**期間限定  
トライアル  
キャンペーン実施中**  
左記の製品に限り  
特価にてご提供！  
詳細は裏面をご覧ください

2010.11.24  
新発売

2010.11.24  
新発売

※ 掲載の内容は予告なく変更する場合があります。予めご了承下さい。

改訂 2010.11.24

# Biotinylated Kinases

## 製造ステップ

クローニング、培養

精製

■ 未処理

将来的に以下の処理オプション（有料）をお客様に選択いただけるよう現在検討を進めています

■ ATP 処理

■ 脱リン酸化処理

※詳細はお問合せ下さい

品質チェック

入庫

販売単位：10 $\mu$ g / 100 $\mu$ g

## データサンプル

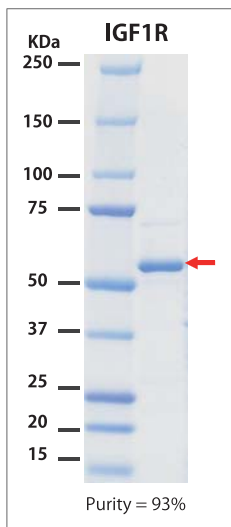


図 1. IGF1R analysis by SDS-PAGE

## ビオチン化キナーゼ蛋白質の使用例

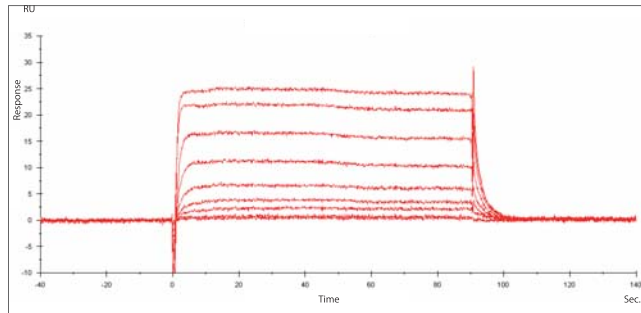


図 2. IGF1R biotinylated kinase vs. Staurosporine binding detected using Surface Plasmon Resonance (SPR)

本製品は SPR(表面プラズモン共鳴) や BLI(バイオレイヤー干渉法) だけでなく、様々な用途、解析機器でご利用いただくことが可能です。



## 以下は現在開発中です

リストにない製品をご希望の場合はお問合せ下さい。

2010.11.24  
追加

2010.11.24  
追加

2010.11.24  
追加

2010.11.24  
追加

製品名	商品番号	定価 10 $\mu$ g	定価 100 $\mu$ g
<b>BTN - BRAF</b>	Serine/Threonine	未定	未定
<b>BTN - COT(MAP3K8)</b>	Serine/Threonine	未定	未定
<b>BTN - FLT3</b>	Receptor Tyrosine	未定	未定
<b>BTN - JAK3</b>	Cytoplasmic Tyrosine	未定	未定
<b>BTN - MAP3K14</b>	Serine/Threonine	未定	未定
<b>BTN - RAF1</b>	Serine/Threonine	未定	未定
<b>BTN - TRKA</b>	Receptor Tyrosine	未定	未定
<b>BTN - TRKB</b>	Receptor Tyrosine	未定	未定
<b>BTN - TRKC</b>	Receptor Tyrosine	未定	未定
<b>BTN - TYK2</b>	Cytoplasmic Tyrosine	未定	未定

※掲載の内容は予告なく変更する場合があります。予めご了承下さい。

期間限定  
**トライアル  
キャンペーン実施中**

販売中の製品に限り  
特価にてご提供!

対象製品は裏面リストに  
記載のものです

## ビオチン化キナーゼ蛋白質 特価にてご提供中

2010年12月17日までのご発注承り分

カルナのビオチン化キナーゼ蛋白質を「まずは少量で試してみたい」と思われる研究者様、是非この機会をご利用下さい。本紙裏面に記載のキナーゼ種 10 $\mu$ g/100 $\mu$ g 品を下記のキャンペーン特価にてご提供いたします。

	通常定価	キャンペーン特価
スタートアップに最適 10 $\mu$ g	¥ 135,000	→ ¥ 95,000
よりお買い得な大容量 100 $\mu$ g	¥ 700,000	→ ¥ 500,000

本製品に関するお問合せは

078-302-7091(営業部直通) / info@carnabio.com

カルナバイオサイエンス株式会社

〒650-0047 神戸市中央区港島南町1-5-5 BMA3F  
電話：078-302-7091 / FAX：078-302-7086  
E-mail：info@carnabio.com  
URL：www.carnabio.com