

HEK293セルベースキナーゼアッセイ

生体内により近い環境での評価

ClariCELL™ セルベースアッセイ技術 (Cell Assay Innovations, USA、提供) を用いれば、バイオケミカルアッセイでは評価できない、膜透過性や生理的濃度のATP存在下でのキナーゼ阻害剤の効果を細胞内で評価頂けます。

今なら全ての製品・サービスを **20%オフ** でご提供 **期間: 4月9日~6月30日**

- ✓ **受託プロファイリングサービス** 120,000 円~ (通常 150,000 円~)
(% inhibition w/2 conc./ IC50 w/8 conc.)
- ✓ **キット製品** (minimum 3 kits ~) **208,000 円 / kit ~** (通常 260,000 円 / kit ~)

※別途送料

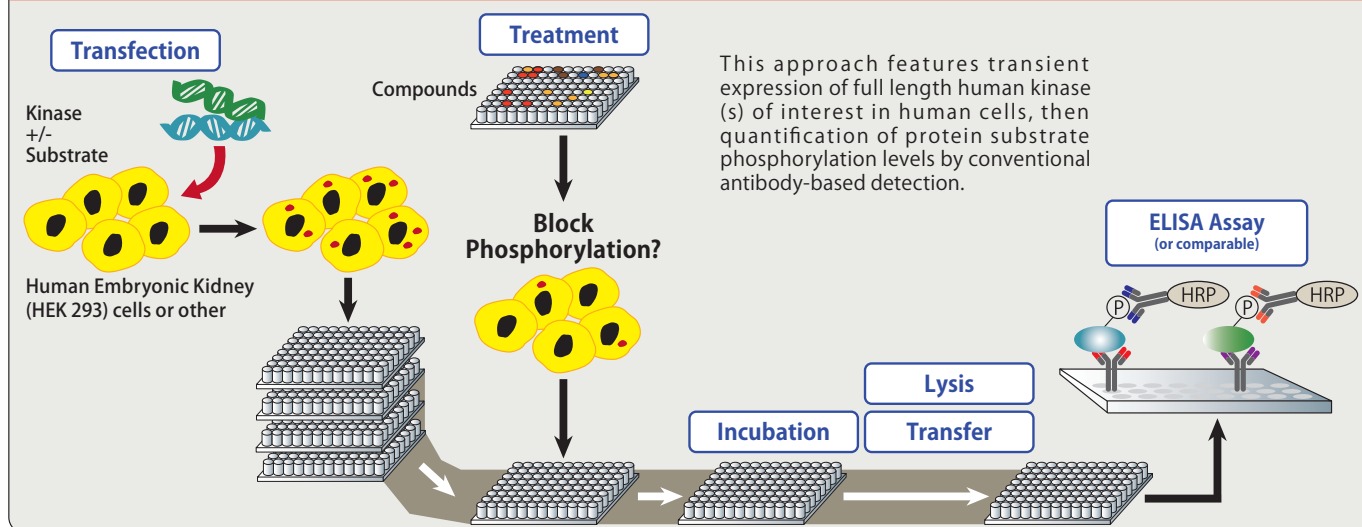
ClariCELL™ セルベースアッセイでは：

- ・ヒト細胞に全長キナーゼと基質を発現。
- ・生体内ATP濃度環境下で全てのアッセイを実施。
- ・キナーゼのリン酸化をダイレクトに定量化。

Enabling

- ・複数のターゲットに対するアッセイを組み合わせることで細胞内環境での化合物の特異性・選択性を評価
- ・細胞内におけるキナーゼ阻害薬の作用機序を検証

ダイレクトなリン酸化検出のしくみは・・・



キナーゼターゲットリスト (プロファイリングサービス / キット製品)

Ser/The Kinases		Receptor TKs	Non-Receptor TKs					
AKT1	PDK1	EphB4	ABL1	BTK [C481S]	ITK	JAK2	LCK	
DCLK2	PIM1	FGFR1	ABL1 [E255V]	BTK [T474A]	ITK (mouse)	JAK2 [V617F]	TEC	
DYRK1A	PIM2	HER2	ABL1 [T315I]	BTK [T474M]	HCK	JAK3	TXK	
MST1	PIM3	KDR (VEGFR2)	BTK	BMX	JAK1	JAK3 [Y981F]	TYK2	

リストに無いターゲットについてもカスタムでアッセイ構築可能です (標準構築期間: 約 8 週間)。お気軽にお問合せ下さい。

お届けはタイムリー!

プロファイリングサービスは化合物のお受け取りから 3 週間程度で結果をお返しいたします。リストにあるキット製品もご注文からスムーズにお届け。

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

☎ 078-302-7091 (営業部直通)

✉ info@carnabio.com

🌐 www.carnabio.com