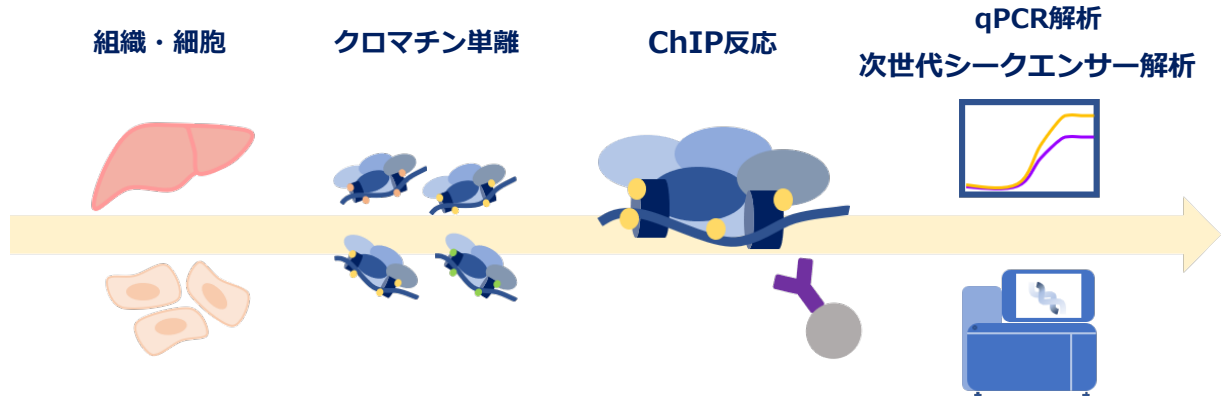




クロマチン免疫沈降キットChIP-IT Express 大特価サンキュー割引キャンペーン

キャンペーン期間：6/3-8/30受注分まで

クロマチン免疫沈降 (Chromatin Immunoprecipitation) とは、細胞内のタンパク質 (転写因子等) や翻訳後修飾 (ヒストン修飾等) を認識する抗体を用いて、タンパク質や翻訳後修飾が局在するゲノム領域を解析するための方法のひとつです。



クロマチン免疫沈降 (ChIP) の概略

6月スタートキャンペーン

(6/3から8/30受注分まで)

創立20周年の感謝の意味を込めてアクティブ・モティブのロングセラーChIP製品ChIP-IT Express (Sonication/Enzymatic) キットをサンキュー39%割引でご提供します。

ChIP-IT Express Sonication (25 rxns) 商品コード53008

39%OFF 88,400 ⇒ 53,600円 (税抜)

ChIP-IT Express Enzymatic (25 rxns) 商品コード53009

39%OFF 96,400 ⇒ 58,800円 (税抜)

ChIP-IT Express Sonication/Enzymaticキット

せん断方法	超音波 (ChIP-IT Express Sonication) 酵素 (ChIP-IT Express Enzymatic)
使用推奨	存在量の多いタンパク質 ChIP検証済み抗体
必要細胞数	≥100K cells / 1 ChIP
IP方法	プロテインG磁気ビーズ
所要時間	約1日

※ChIP検証済み抗体多数ご用意しています。また、ChIP-Seq受託解析も行っています。
お気軽にテクニカルサポートまでご相談ください。



アクティブ・モティブ株式会社

www.activemotif.jp
〒162-0824 東京都新宿区揚場町2-21

テクニカルサポート
Tel: 03-5225-3638 Fax: 03-5261-8733
E-mail: japantech@activemotif.com

取扱店