

細胞アッセイ&生化学アッセイ キット製品20% offキャンペーン

ご注文の際、販売店様にキャンペーン・コード「cba22」をお伝えください。

アブカムは、下記のような細胞内プロセスの解析および定量に有用なさまざまなアッセイキットをご用意しています。

- アポトーシス
- 代謝
- 細胞シグナル伝達
- 酸化ストレス
- 細胞障害
- 翻訳後修飾
- エピジェネティクス



キャンペーン
対象製品*

期間：2023年3月24日(金)ご注文分まで

対象製品：細胞アッセイおよび生化学アッセイキット製品(約1600製品)

*弊社ウェブページからキャンペーン対象製品を検索する場合に一部対象外の製品が表示されますので、ご注文前にご確認ください。

キャンペーン対象製品の検索方法

① www.abcam.co.jpにアクセスし、アブカムのウェブページの検索バーに“kit”を入力します。検索リストが表示されると検索条件にある「製品のタイプ」で Cellular and Biochemical assays を選択します。対象製品のリスト*が表示されます。

kitでの検索で、該当製品



② 「製品のタイプ」の欄が各種アッセイの表示に変わるので探したい製品を絞り込みます。さらに「ターゲット」、「検出法」、「サンプルの種類」などの検索条件でも絞り込みます。

kitでの検索で、該当製品



アブカム株式会社

〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町2-2-1
Tel: 03-6231-0940 Fax: 03-6231-0941
E-mail: orders@abcam.co.jp

販売店・取扱店

