



キャンペーン情報

アクティブ・モティフ社創立20周年アニバーサリーキャンペーン

アクティブ・モティフ社は、今年で創立 20 周年を迎えました。日頃の感謝を込めまして、4 ヶ月連続特別キャンペーンを開催いたします。



第 1 弾 抗体 Buy 2 Get 1 Free

抗体を 2 本ご購入いただいた方に、もれなく**お好きな抗体を 1 本**プレゼント！

キャンペーン期間：4/1 -4/30

キャンペーンコード：20thAni01

抗体一覧はこちら

<https://www.activemotif.jp/catalog/806/search-browse-all-antibodies>

※ご注意※

必ずキャンペーンコードをご注文書にご記入ください。

3 製品のうち、最も価格が低い製品を無償とさせていただきます。

小容量サイズ まとめ買いがお得！

初めてご使用いただく方のために、ほとんどの抗体で小容量サイズをご用意しています。小容量サイズの定価は¥19,000/本または¥20,000/本（税抜）ですが、**3本以上同時購入いただきますと、¥17,000/本（税抜）にてご提供させていただきます。**

小容量サイズの一覧は[こちら](#)をご覧ください。
