

アクティブ・モティフ

春の新規メルマガ会員 登録キャンペーン

2022年4月1日 - 5月31日まで

メルマガ登録していただいた先着50名様に

オリジナル Tシャツ プレゼント！

会員特典

- 📄 新製品情報をいち早くお届け！
- 📄 最新学術・学会情報の提供！
- 📄 会員様限定特別キャンペーン実施！

さらにご登録者様全員に

研究用試薬
20%OFFチケット
プレゼント！



← ご登録はこちら！

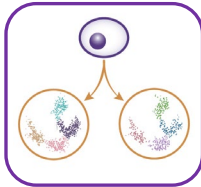
エピジェネティクス 受託解析サービス

アクティブ・モティフの受託サービスは、サンプルを送っていただくだけで試料調製から解析までを行う "end-to-end" サービスです。

- ✓ **10年**以上のChIP受託サービス実績
- ✓ **15,000サンプル**以上のChIP 実施
- ✓ **300種類**以上の標的抗体を社内検証済み
- ✓ **300報** (トップジャーナル含) 以上の文献で引用

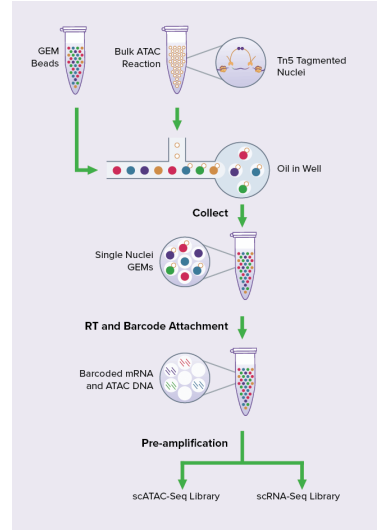
New!

Single-Cell Multiome サービス



シングルセルレベルでのオープンクロマチン解析と遺伝子発現解析

Single-Cell Multiome (scMultiome) は、シングルセルレベルでのトランスクリプトーム解析 (**scRNA-Seq**) とゲノムワイドなクロマチンアクセシビリティ解析 (**scATAC-Seq**) を単一細胞の解像度で解析します。エピジェネティックな変化が異なる細胞集団における遺伝子発現にどのような指示を与えているのか、明らかにすることが可能です。



製品名	内容	参考価格 (税抜)
scMultiome 受託サービス	1 sample	¥1,350,000* ~

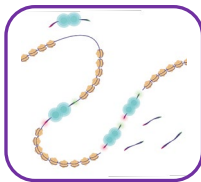
サンプル量 : 250,000-2,000,000 cells (推奨 1,000,000 cells) 組織 20-50 mg (ヒト、マウス)
 プラットフォーム : 10x Genomics Chromium
 リード数 : 250 million paired-end reads
 納品物 : プロジェクトレポート、データファイル (FASTQ・BAM)、Cell Ranger Raw Analysis files (ピークリスト等)、Cell Ranger scMultiome run summary file (.cloupe file, tSNEとUMAPを含む) など
 *2022年4月1日現在の価格となります

その他の受託サービスもございます。また、ご相談は随時承っております。
 テクニカルサポート (japantech@activemotif.com) までご連絡ください。



詳細はコチラ

エピジェネティクス アッセイキット



ATAC-Seq Kit 人気!

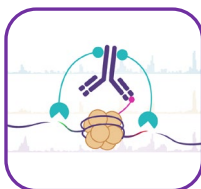
ゲノム全体のクロマチンのアクセシビリティを解析できる手法の一つ
 ATAC-Seqなら、ゲノムワイドなクロマチン構造の変化を簡単に捉えることが可能
 発生や病気による細胞の変化をエピジェネティクスの視点で解析しませんか？

細胞の回収~ライブラリー調製まで必要な試薬が全て揃っています!

製品名	品番	内容	定価 (税抜)
ATAC-Seq Kit	53150	16 rxns	¥228,000



詳細はコチラ



CUT&Tag-IT™ Assay Kit 人気!

ChIP-Seqと同様にヒストン・転写因子などの結合領域をゲノムワイドに同定するための手法
 ChIP-Seqに比べて作業工程が大幅に簡略化

最少 5,000 cells! 作業時間 1~2日! ライブラリー調製キット不要!

製品名	品番	内容	定価 (税抜)
CUT&Tag-IT™ Assay Kit, Anti-Rabbit	53160	16 rxns	¥222,000
CUT&Tag-IT™ Assay Kit, Anti-Mouse	53165	16 rxns	¥222,000



詳細はコチラ



アクティブ・モティフ株式会社

取扱店

〒162-0824 東京都新宿区揚場町2-21
 Tel: 03-5225-3638 Fax: 03-5261-8733
 E-mail: japantech@activemotif.com
 www.activemotif.com