

# アクティブ・モティフ ウインターキャンペーン 2021

キャンペーン期間

2021/12/1~2022/1/31

## ATAC-Seq Kit

最も簡単なエピジェネティクス解析

### ATAC-Seq

- ・数時間以内に次世代シーケンサー用ライブラリー調製
- ・簡便かつ迅速な最適化されたプロトコールと試薬
- ・オープンクロマチン領域のゲノムシーケンスの解明

細胞の回収~ライブラリー調製  
必要な試薬が全て揃った

唯一のキット!!

\*当社調べ

エピジェネティクス解析は未経験...

自分のサンプルは解析可能?

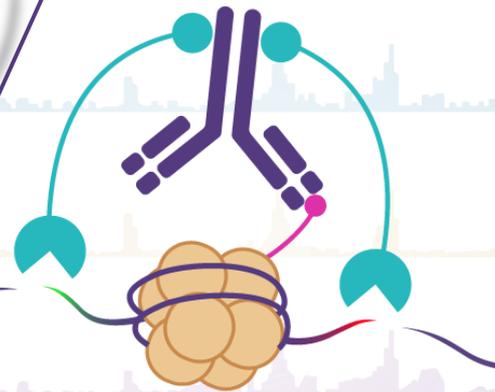
受託解析サービス

ATAC-Seq  
Sample  
Validation

- ・本解析より少なめの約1000万リード
- ・簡便なインフォマティクス解析  
→ 解析可否を判断

お試し特価!!

20%  
OFF!!



ChIP-Seqに代わる手法

### CUT&Tag

- ・最少5,000個の細胞に適用可能
- ・最適化されたプロトコールと試薬
- ・未固定 → ネイティブな状態を反映した解析
- ・核抽出・断片化・IP・ライブラリー調製不要
- ・S/Nが高く浅いリード数で解析可能（低コスト）

CUT&Tag 検証済み  
抗体プレゼント!!



検証済み抗体はコチラ

例) Histone H3K27ac antibody (pAb) 10 µg

Cat# 39134 定価¥20,000

CUT&Tag-IT™  
Assay Kit

お気軽にお問合せください!

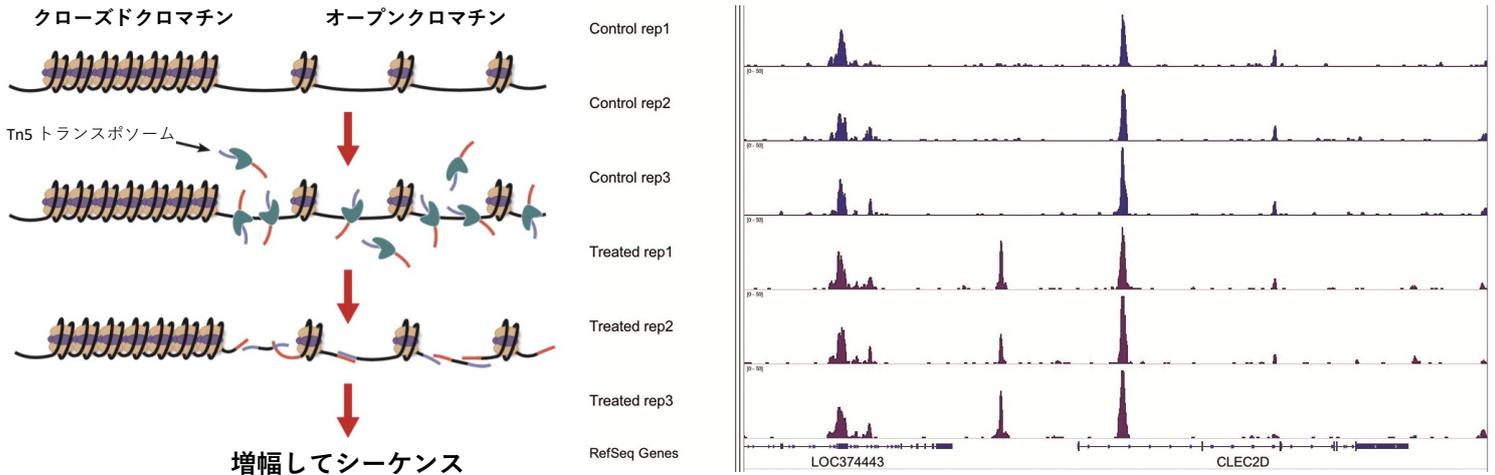
# ATAC-Seq Kit

ATAC-Seq (Assay for **T**ransposase **A**ccessible **C**hromatin Sequencing)



詳細はコチラ

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？



**ATAC-Seq Kit (16 rxns) Cat# 53150 定価 ¥222,000**

**20% OFF キャンペーン → ¥177,600**

# CUT&Tag-IT™ Assay Kit

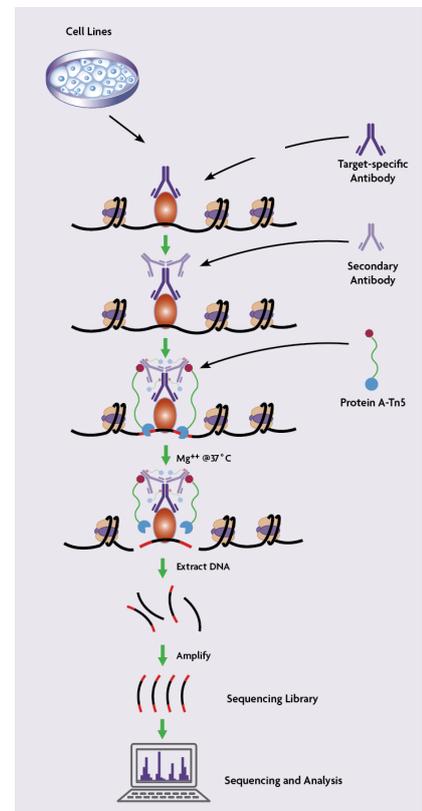


詳細はコチラ

CUT&Tag (Cleavage **U**nder **T**arget & **T**agmentation)

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

	ChIP-Seq	CUT&Tag
ネイティブ条件で実施可能？	いいえ	はい
クロマチンの断片化法	ソニケーション/MNase	Protein A-Tn5を用いた タグメンテーション
細胞数	100万~1000万 細胞	5千-50万 細胞
シーケンス深度	20-50 M reads	2 ~ 8 M reads
ライブラリー調製キット の必要性	あり 別工程で実施	なし タグメンテーションで同時処理
適用可能な標的	幅広いヒストン修飾 転写因子・コファクター	主なヒストン修飾 いくつかの転写因子・コファクター
作業時間	2-3日	1-2日
シングルセル解析が可能？	いいえ	はい



**CUT&Tag-IT™ Assay Kit (16 rxns) Cat#53160 定価 ¥203,500**

**CUT&Tag 検証済み抗体プレゼント**

**ATAC-Seq/CUT&Tag 受託解析サービスも受付中！**



**アクティブ・モティフ株式会社**

〒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

<211201>