

サンプルの種類

培養細胞

組織

解析対象

転写因子

ヒストン

ヒストン

必要なサンプル量

50-100K

5-100K

0.5-10mg

特長

少量サンプルに
対応

ライブラリー調製を
同時処理

ライブラリー調製を
同時処理

最低シーケンスリード数

20-50
Million Reads

8-10
Million Reads

8-10
Million Reads

推奨キット

Low Cell
ChIP
#53086

CUT&Tag-IT
#53160

CUT&Tag-IT
#53170