

サンプルの種類

新鮮/凍結 組織

FFPE

PBMCs

必要なサンプル量

転写因子:10-20 mg
ヒストン: 0.2-20 mg

100 mg 以上

200 ng
クロマチン

10M Cells

キットの特長

少量サンプル
に対応

標的分子の存在
量が少ない場合

1 Day
プロトコール

FFPE
専用キット

PMBC (末梢血単核球)
免疫細胞などに対応

推奨キット

Low Cell
ChIP
#53086

ChIP-IT
High Sensitivity
#53040

ChIP-IT Express
#53008

ChIP-IT FFPE II
#53047

ChIP-IT PBMC
#53042