

サンプルの種類

培養細胞

クロマチン免疫沈降用の検証済み抗体

あり

なし

必要なサンプル量（細胞数）

転写因子:50-100K
ヒストン:1-100K

100K+

6M

クロマチンの断片化は

超音波処理

超音波処理

酵素処理

超音波処理

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

1 Day
プロトコール

ChIP検証済み
抗体が不要

推奨キット

Low Cell
ChIP
#53086

ChIP-IT
High Sensitivity
#53040

ChIP-IT Express
#53008

ChIP-IT Express
Enzymatic
#53009

Tag-ChIP-IT
#53022