



サンプルの種類

培養細胞

組織(新鮮/急速凍結)

固定化細胞

必要なサンプル量

5-10x10⁴ cells

20-30 mg

5-10x10⁴ cells

キットの特長

ライブラリー調製までの
オールインワンキット

ライブラリー調製までの
オールインワンキット

ホルムアルデヒド固定
サンプルに対応

推奨キット

ATAC-Seq Kit
#53150

Fixed Cell
ATAC-Seq Kit
#53151