

サンプルの種類

培養細胞

組織（新鮮/急速凍結）

必要なサンプル量

50-100K

20-30mg

推奨キット

ATAC-Seq Kit
#53150

