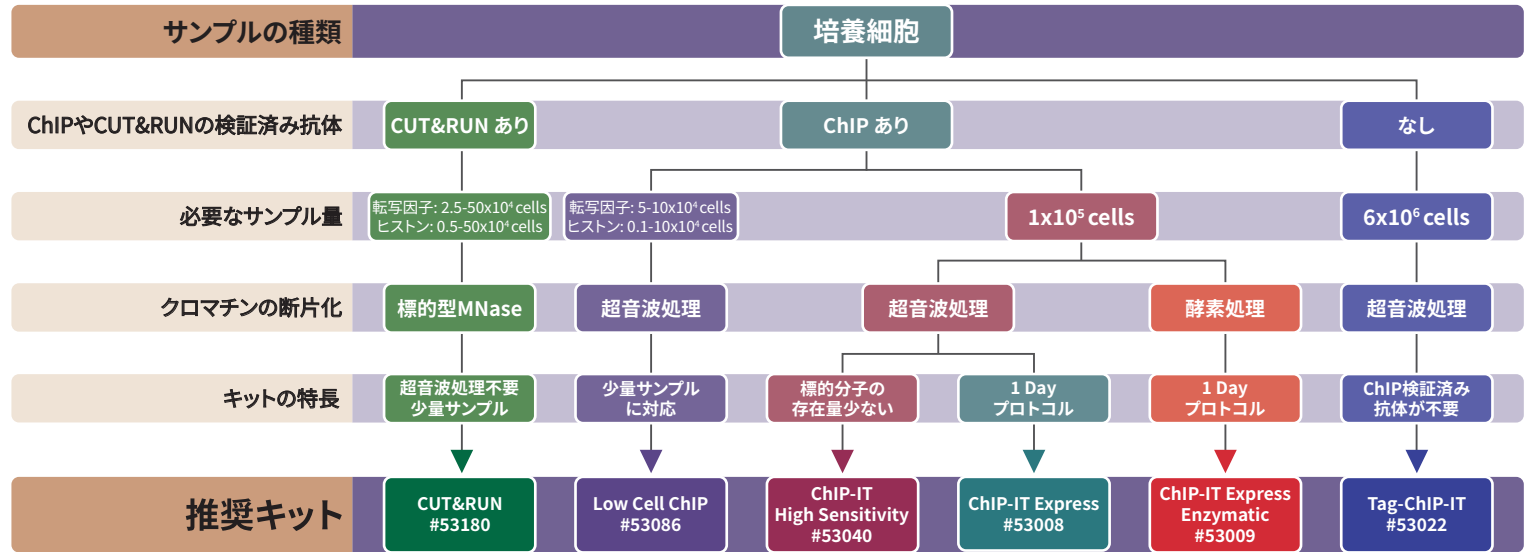


ChIPキット 選択ガイド

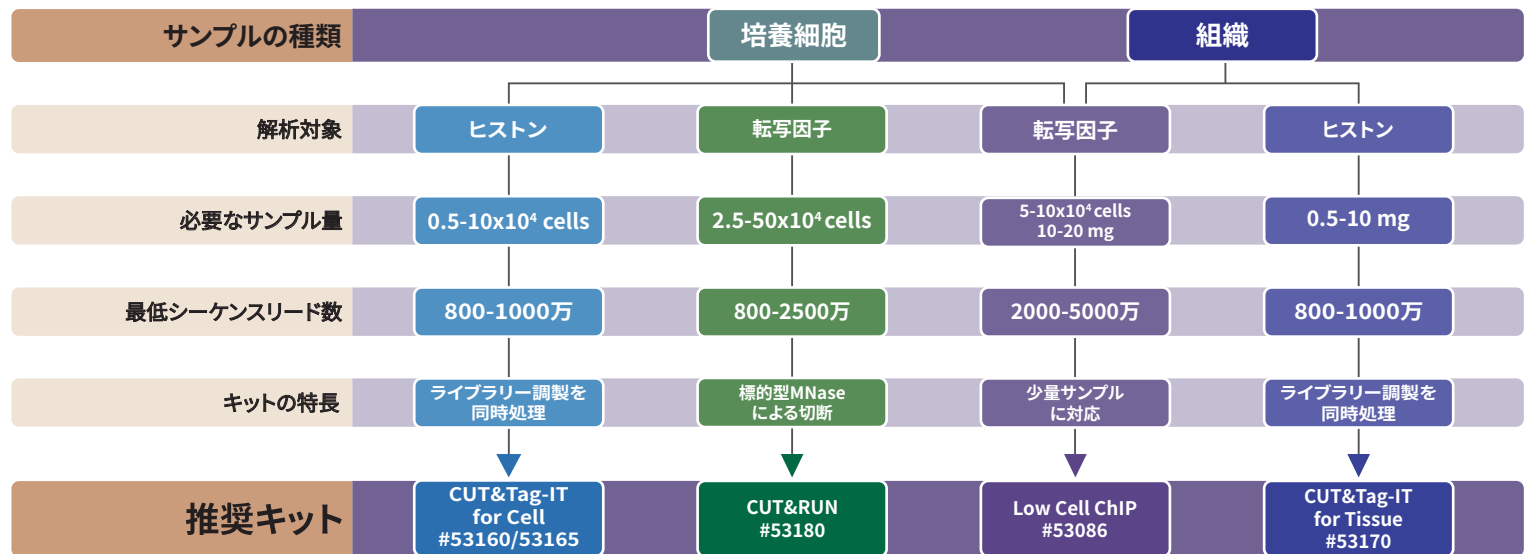
どんなサンプルですか？

培養細胞

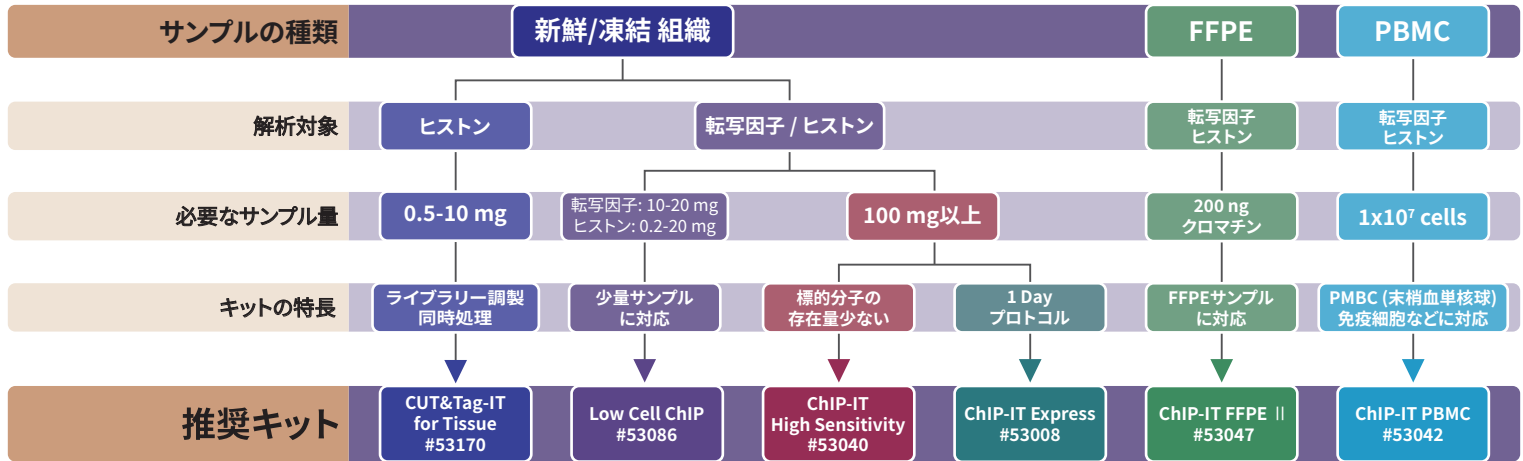


※酵素処理による断片化は、原理的に偏りが生じます。可能であれば、超音波処理をおすすめします。

少量サンプル



組織、FFPE、PBMC



オープンクロマチン領域解析

