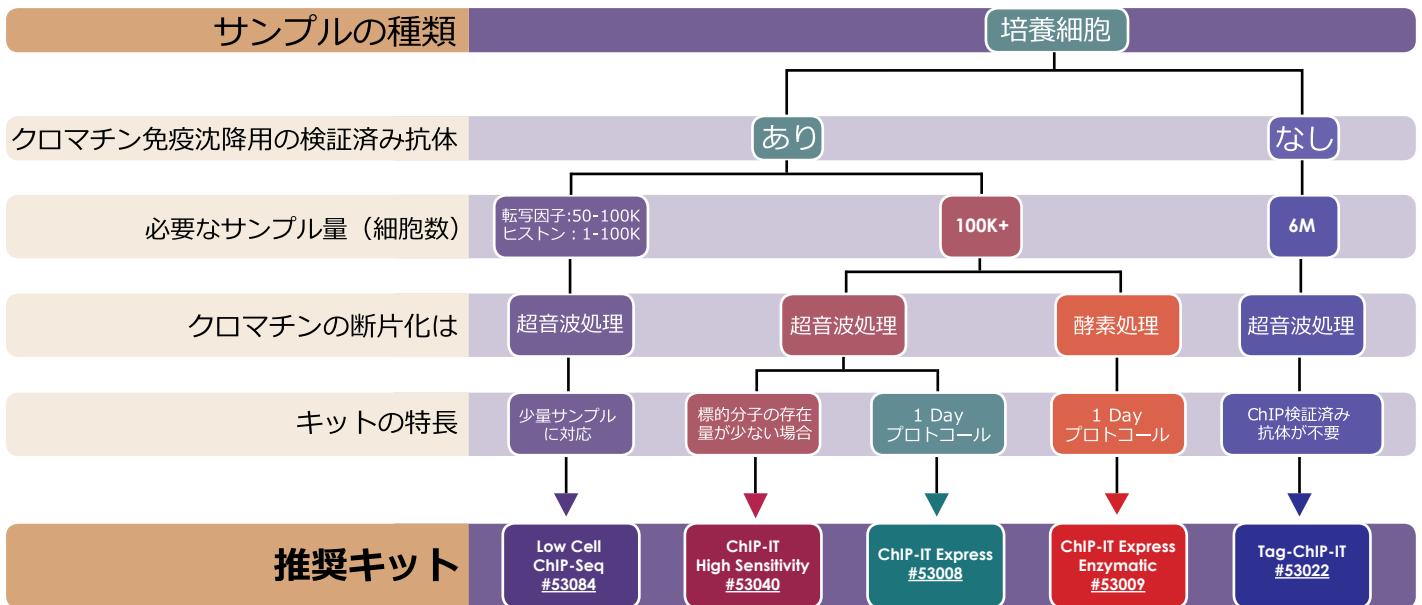


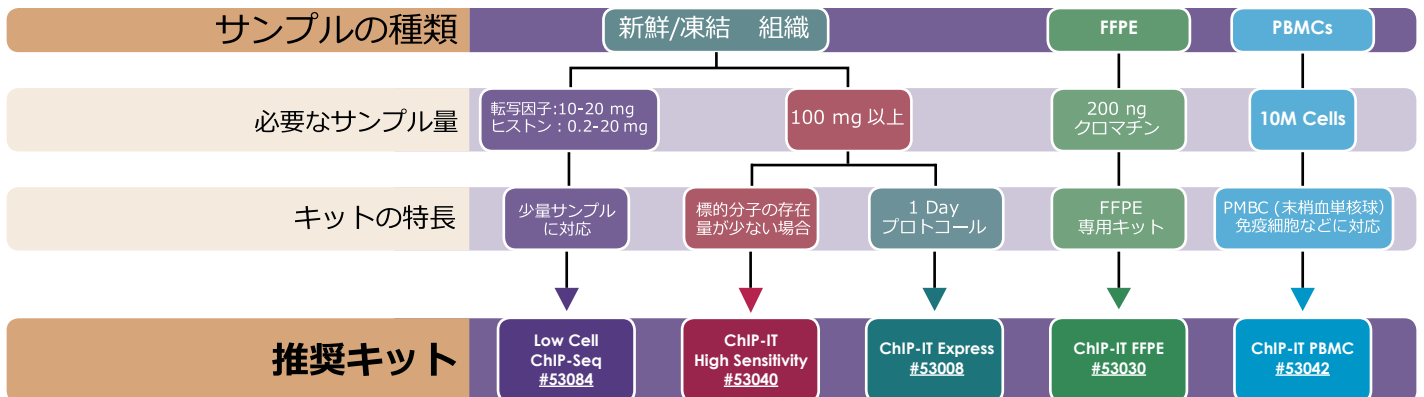
ChIPキット 選択ガイド

どんなサンプルですか？

培養細胞



新鮮/凍結 組織、FFPE、PBMC



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