

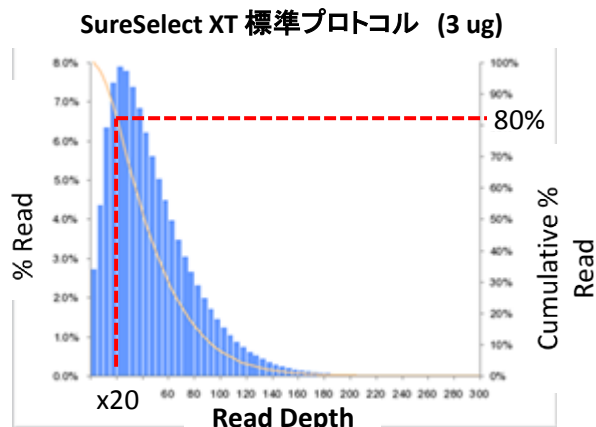
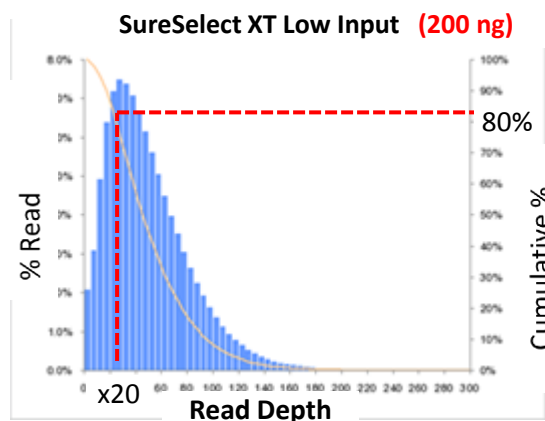
SureSelect DNAキャプチャ(イルミナ用)

Low Inputオプションプロトコル 標準プロトコルとのデータ比較

本資料は、**3 ugのゲノムDNA**を用いる**標準プロトコル**と、**200 ngのゲノムDNA**を用いる**Low Inputオプションプロトコル**の結果を比較したものです。イルミナ対応SureSelectキットとHuman All Exon V5キャプチャライブラリを用いてターゲット濃縮したHapMapサンプルのライブラリをSequencingして得られた、同じ量(4 Gb)のデータを用いています。

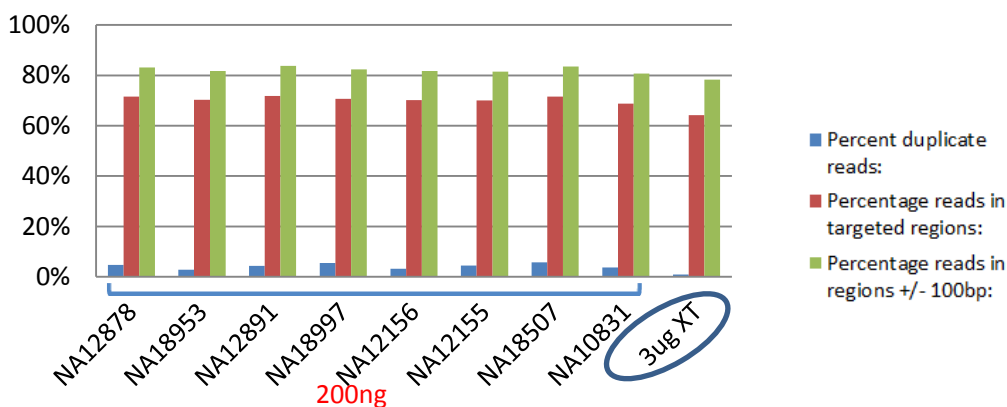
カバレッジの均一性:

200 ngのDNAから作製されたライブラリのSequencing結果は、3 ugと同等の均一なRead depthの分布を示し、Targetの80%がx20でカバーできていることを示しています。



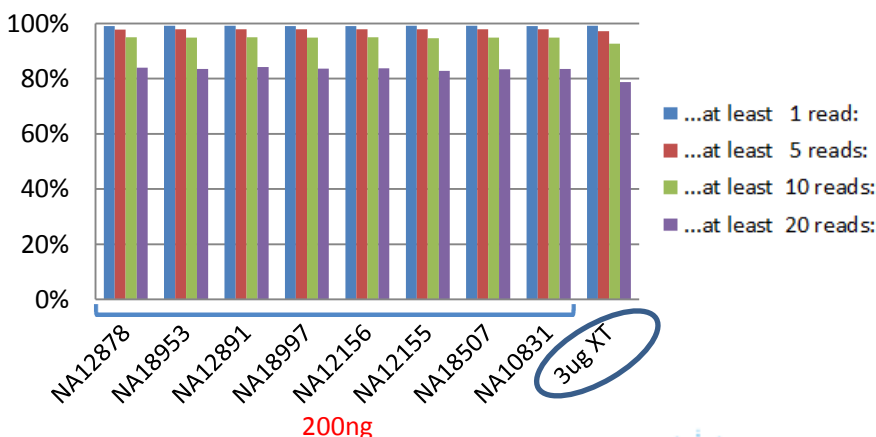
Duplication %とOn Target %:

Low Inputオプションでは少量のDNAをPCRサイクルを上げて増幅しているため、Duplication%は若干高くなりますが10%以下と良好、On Target%も3 ugと同等の結果が得られています。



カバレッジとSNP検出:

カバレッジも3 ugと200 ngでは同等であり、検出されたSNPのdbSNPとの一致率も、200 ngのゲノムDNAからも3 ugと同レベルの結果が得られることを示しています。



dbSNP 135		
	200 ng	3 ug
検出したSNP数	42238	41829
一致したSNP数	42190	41785
一致率	99.89%	99.89%