

CytoTrack™ Proliferation Assay Kit 取扱説明書

カタログ番号 品名
135-1202~135-1205 CytoTrack Cell Proliferation Assay Kit

この試薬は研究用目的にのみ使用できます。

使用目的

CytoTrack™ Cell Proliferation Assay Kit (細胞増殖アッセイキット) は、簡単にマルチカラー細胞分析に組み込むために 4 つの異なる色素 (青、緑、黄、赤) が使用できます。

CytoTrack 色素の独自の化学的性質は、最大 10 世代の細胞分裂の検出を可能にします。各色素は、細胞透過性であり、蛍光物質、蛍光ブロッカー、および細胞保持基を含みます。色素が生細胞に入ると、蛍光ブロッカーは、細胞内エステラーゼによって消化され、蛍光体の細胞保持基は、安定な共有結合 (図 1) を作成するために細胞内タンパク質と反応します。細胞分裂すると、蛍光強度を連続的に半減し、各細胞分裂の世代を同定することができます。

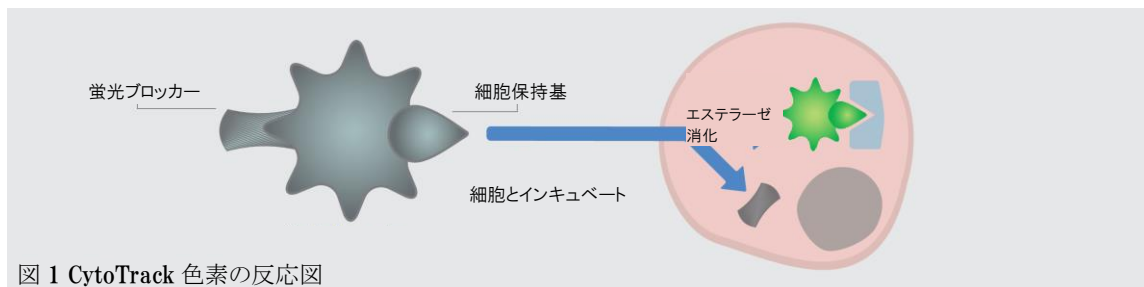


図 1 CytoTrack 色素の反応図

キットの内容と保管

キットの構成成分を保存するための表 1 のガイドラインに従ってください。

表 1 キット構成成分と保存条件

キット構成成分	数量	保存温度
CytoTrack 色素	4 バイアル	-20°C
	50回分/バイアル	遮光で保存のこと。
DMSO	1 バイアル (250 μl)	-20°C

CytoTrack Cell Proliferation Assay Kit

細胞を標識するために、適切な CytoTrack キットを選択するには、表 2 を使用しています。

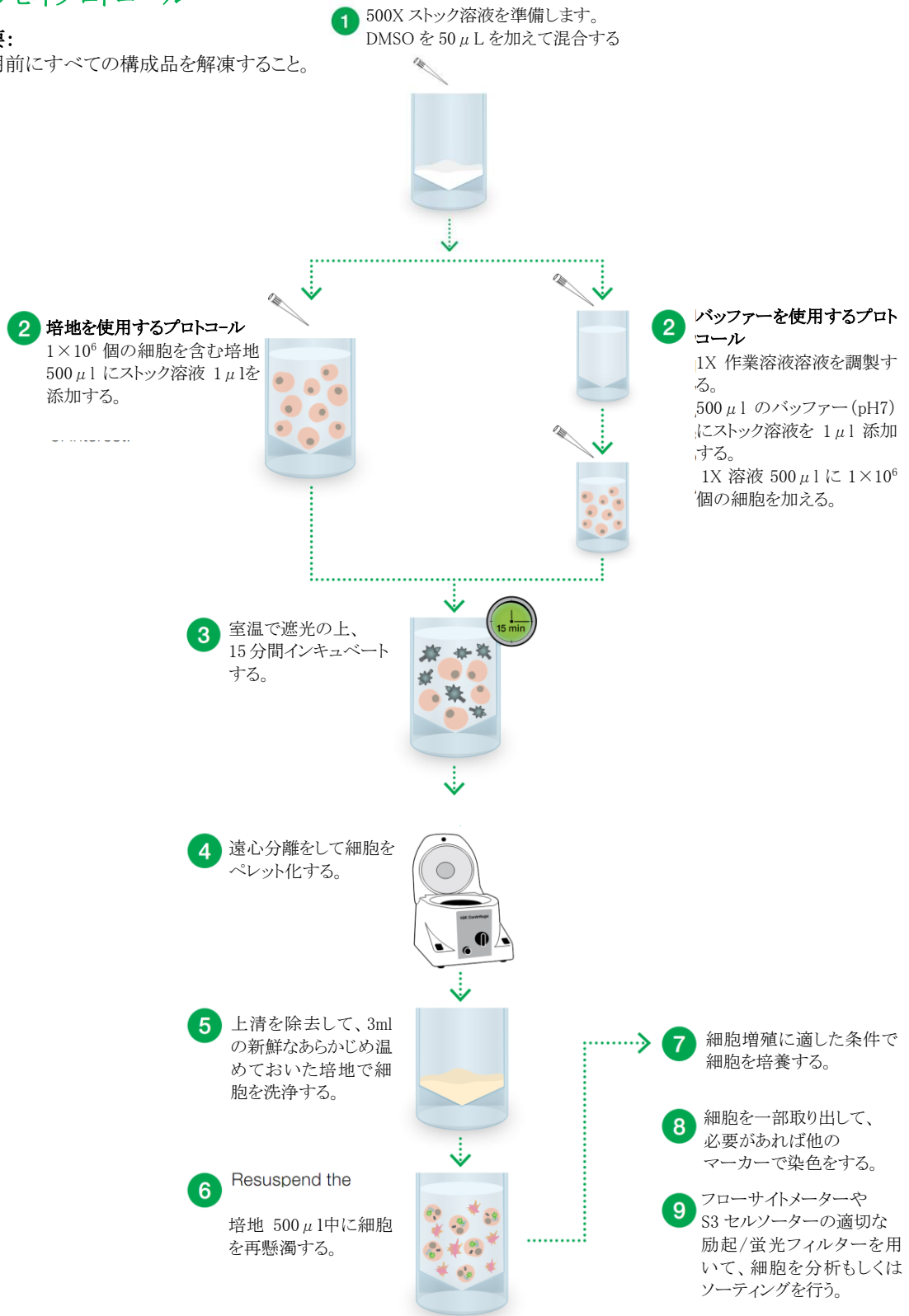
表 2 CytoTrack Cell Proliferation Assay Kit

カタログ番号	品名	最適励起レーザー波長
135-1202	CytoTrack Blue 403/454	405
135-1203	CytoTrack Green 511/525	488
135-1204	CytoTrack Yellow 542/556	532
135-1205	CytoTrack Red 628/643	632,640

アッセイプロトコール

重要:

使用前にすべての構成成分を解凍すること。



より詳細な情報は以下の URL をご参照ください。

www.bio-rad.com/cytotrack