

## ReadiDrop™ Cell Viability Assay 取扱説明書

カタログ番号	品名
135-1101	ReadiDrop Propidium Iodide (3ml x 3)
135-1102	ReadiDrop 7-AAD (3ml x 3)

この試薬は研究用目的にのみ使用できます。

### 使用目的

ReadiDrop cell Viability Assays(細胞生存率) は、セルソーティングと細胞分析アプリケーションで死細胞排除を行うのに最適な試薬です(図 1)。ReadiDrop は秤量、ピペッティング、希釈が必要な一般的な試薬とは異なり、ボトルを開けてそのまま溶液を加えるだけですぐに使用できます。

ReadiDrop PI と 7-AAD の両方とも細胞不透過性の色素です。サンプルに 1-2 滴加えると、ReadiDrop は細胞膜が崩壊した死細胞では細胞質内に入り、二本鎖 DNA もしくは RNA の塩基間に結合(インターカレート)します。このため、死細胞は生細胞よりも高い蛍光強度を示します。高蛍光の細胞集団をゲートアウトして、死細胞に起因する間違っ了解釈を取り除いて生細胞のみを分析することができます。

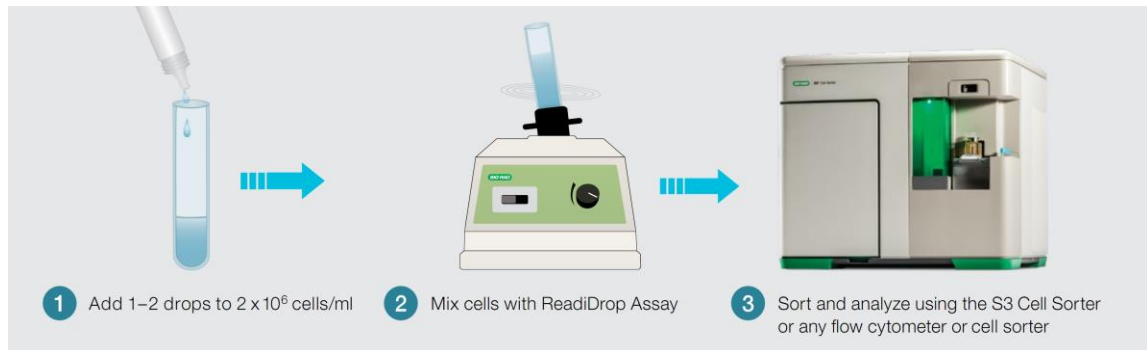


図 1 3 ステップでサンプル細胞の生存状態を簡単に評価

### キット構成

キット構成	数量	保存条件
ReadiDrop Cell Viability Assay	3ml ボトル x 3 本	室温

### 検出波長

カタログ番号	品名	S3 488nm	S3 488/561nm	S3 488/640nm
135-1101	ReadiDrop Propidium Iodide(PI)	FL3(615/25nm)	FL3(615/25nm)	FL2(593/40nm)
135-1102	ReadiDrop 7-AAD	FL4(655LP)	FL4(655LP)	FL3(670/30nm)

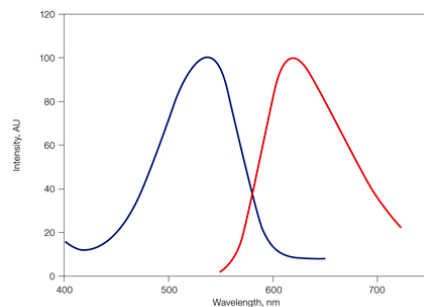


図 2 ReadiDrop PI 励起(青)/蛍光(赤)波長

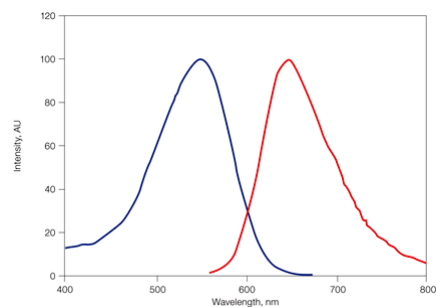
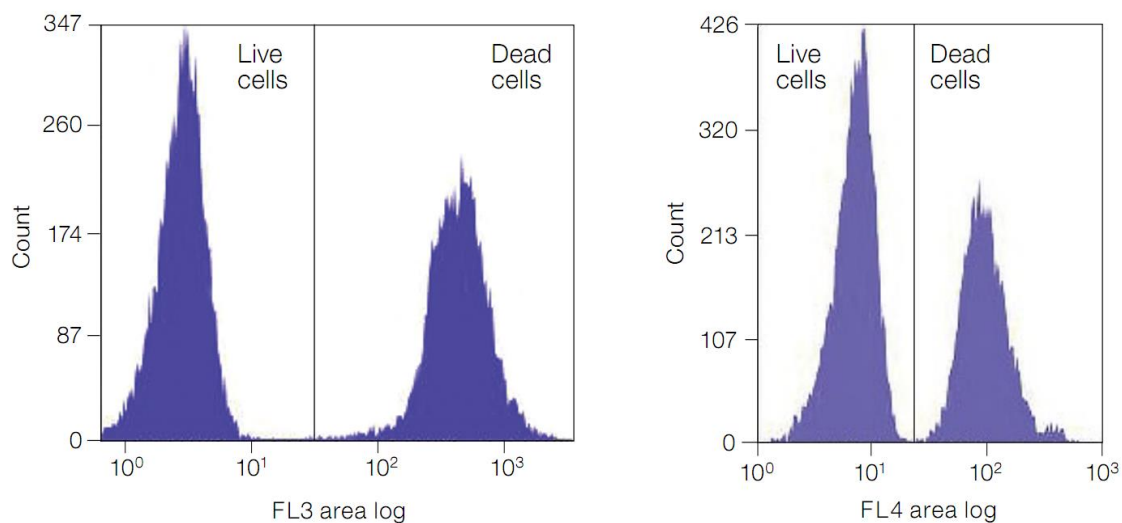


図 3 ReadiDrop 7-AAD 励起(青)/蛍光(赤)波長



**図 4 ReadiDrop Cell Viability Assay によって簡単に死細胞を識別することができます。**  
 Jurkat 細胞の生細胞と熱殺菌した混合サンプルをソーティング前に 1 分間、ReadiDrop PI (A) と 7-AAD (B) で染色した。



バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社  
 ライフサイエンス事業部

Visit us at <http://www.bio-rad.com>

本社 〒140-0002 東京都品川区東品川 2-2-24 Tel : 03-6361-7000 Fax : 03-5463-8480

製品の学術的なお問い合わせは

Mail : [life\\_ps\\_jp@bio-rad.com](mailto:life_ps_jp@bio-rad.com) Tel : 03-6404-0331 Fax : 03-6404-0334

MNL1351101

M10677 1604C