

## ReadiDrop™ Cell Viability Assays



バイオ・ラッドのReadiDrop cell Viability Assays(細胞生存率)は、フローサイトメリー上でソーティングと分析アプリケーションでの使用を容易にするために設計されています。細胞生存状態を評価するために試薬をサンプルに1-2つの滴を加えるだけです。ReadiDrop アッセイは、死細胞の排除のための2つの最も一般的に使用される蛍光色素、PI(ヨウ化プロピジウム)および7-AAD(7 - アミノアクチノマイシン)をラインナップしています。

### ReadiDrop Cell Viability Assayの利点

- **セルソーティングに最適** - 蛍光分子を防腐剤の含まないPBSへ懸濁させるだけ。
- **室温で安定** - S3セルソーターもしくはお持ちのセルアナライザーで簡単に使用でき保存も容易です。
- **秤量・ピペッティング・希釈の必要なし** - すぐに使用できる  
ReadiDrop溶液は終濃度1  $\mu$ g/mlになるようになっています。

より詳細についてはWebページをご参照ください。

[www.bio-rad.com/ReadiDrop1](http://www.bio-rad.com/ReadiDrop1)

**BIO-RAD**

## 簡素化細胞生存率

フローサイトメリー実験で死細胞除去は正確に結果を解釈する上で非常に重要です(図1)。死細胞では細胞膜が崩壊することでPI及び7-AAD等の不浸透性色素が細胞内に取り込まれ染色されます。ReadiDrop細胞生存率アッセイを使用して、3ステップで簡単にサンプル細胞の生存率を評価することができます。(図2)。

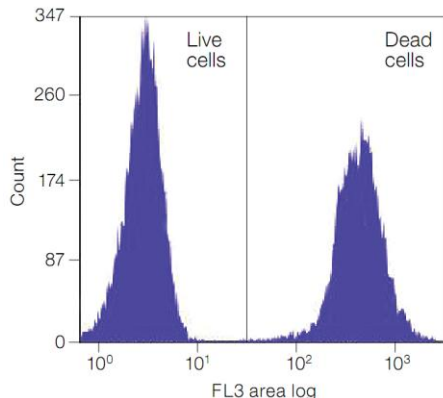


図1 ReadiDropによって簡単に死細胞を識別することができます。Jurkat細胞の生細胞と熱殺菌した混合サンプルをソーティング前に1分間ReadiDrop PIで染色した。

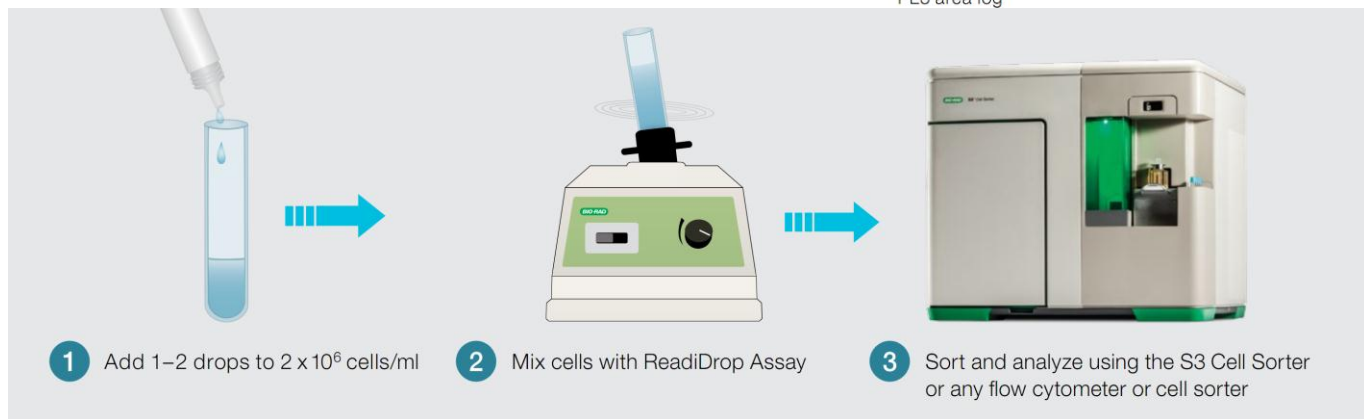


図2 3ステップでサンプル細胞の生存状態を簡単に評価

## Ordering Information

カタログ番号	品名	Ex(nm)	Em(nm)	S3 488/561nm	価格
135-1101	ReadiDrop Propidium Iodide(PI)	538	617	FL3	¥20,000
135-1102	ReadiDrop 7-AAD	548	648	FL4	¥20,000

## 関連製品

### Fixable Cell Viability Dye

蛍光の退光に強く簡単に今行っているフローサイトメリー実験に組み込むことができます。

カタログ番号	品名	最適励起レーザー (nm)	S3 488/561nm	価格
135-1111	VivaFix 453/442	355	-	¥25,000
135-1112	VivaFix 410/450	405	-	¥25,000
135-1113	VivaFix 408/512	405	-	¥25,000
135-1114	VivaFix 398/550	405	-	¥25,000
135-1115	VivaFix 498/521	488	FL1(525/30)	¥25,000
135-1116	VivaFix 547/573	561	FL2(586/25)	¥25,000
135-1117	VivaFix 583/603	561	FL3(615/25)	¥25,000
135-1118	VivaFix 649/660	640	-	¥25,000

**BIO-RAD** 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://discover.bio-rad.co.jp>

本社	〒140-0002 東京都品川区東品川 2-2-24 天王洲セゾタワー	TEL:03-6361-7000	FAX:03-5463-8480
大阪営業所	〒532-0025 大阪市淀川区新北野1-14-11 第一生命ビル	TEL:06-6308-6568	FAX:06-6308-3064
福岡営業所	〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-5-28	TEL:092-475-4856	FAX:092-475-4858
	*学術的お問い合わせは	TEL:03-6404-0331	FAX:03-6404-0334

## 取扱店