

ReadiLink Antibody Labeling Kits



バイオ・ラッドのReadiLink antibody labeling kits (抗体ラベルキット) は、マイクロスケール(50–100 μ g)の抗体に蛍光を簡単に標識するキットです。

ReadiLink Antibody Labeling Kitsの利点

- 精製用カラムを不要として時間を節約します。
- 2ステップで抗体に蛍光を簡単に標識できます。
- 簡単にマルチカラー実験が行えるように抗体に10種類の異なる蛍光物質をラインナップ

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/readilink1

たった2ステップで効率的に抗体に蛍光標識

ReadiLink 蛍光色素の特長なケミストリーにより抗体に簡単に素早く2ステップで蛍光標識をすることができます。各波長のReadiLink 色素はタンパク質の一級アミンと安定的なカルボキサミド結合を形成するサクシニミジルエステルを含みません。抗体と標識後に蛍光ブロッカーバッファー (Quencher Buffer)を加えることで ReadiLink 色素は蛍光ブロッカーと結合して、非蛍光状態になります。

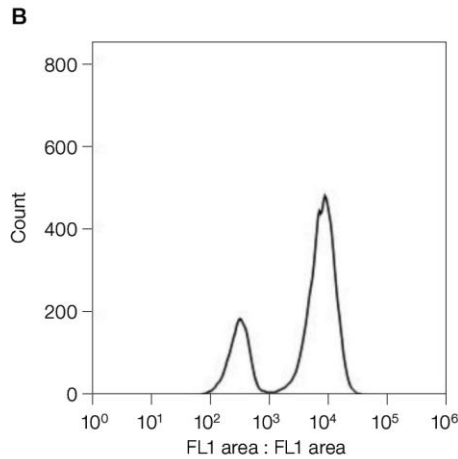
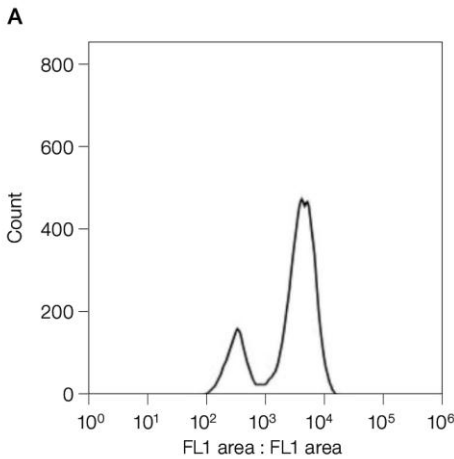
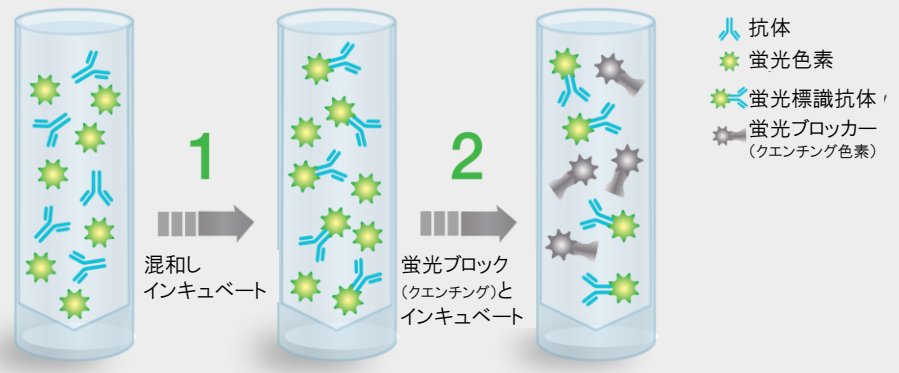


図2 ReadiLink Antibody Labeling Kitによる陽性と陰性細胞集団の優れた分離。

(A)市販品のCD28-FITC (Clone CD28.2)と(B)同じ抗体を ReadiLink 492/516で蛍光標識した比較。FITCはフルオロセインイソチオシアネート。

Ordering Information

カタログ番号	品名	励起波長(nm)	蛍光波長(nm)	S3レーザー (nm)	S3 488/561	価格
135-1001	ReadiLink 350/440	350	440	-	-	¥30,000
135-1011	ReadiLink 405/454	403	454	-	-	¥30,000
135-1012	ReadiLink 405/508	414	508	-	-	¥30,000
135-1013	ReadiLink 405/537	405	537	-	-	¥30,000
135-1002	ReadiLink 492/561	492	516	488	FL1(525/30)	¥30,000
135-1003	ReadiLink 555/570	555	570	561	FL2(586/25)	¥30,000
135-1004	ReadiLink 594/610	594	610	561	FL3(615/25)	¥30,000
135-1005	ReadiLink 633/655	633	655	-	-	¥30,000
135-1006	ReadiLink 647/674	647	674	-	-	¥30,000
135-1007	ReadiLink 680/701	680	701	-	-	¥30,000
135-1008	ReadiLink 700/713	700	713	-	-	¥30,000
135-1009	ReadiLink 750/780	750	780	-	-	¥30,000
135-1010	ReadiLink 790/811	790	811	-	-	¥30,000

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 天王洲セントラルタワー	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
	*学術のお問い合わせは	TEL:03-6404-0331	FAX:03-6404-0334

取扱店