

## ReadiLink Antibody Labeling Kit 取扱説明書

カタログ番号 135-1001~135-1010 品名 ReadiLink Antibody Labeling Kit

この試薬は研究用目的にのみ使用できます。

### 使用目的

バイオラッドの ReadiLink 抗体標識キットは、マイクロボリューム(50~100  $\mu$ g)のための簡単な蛍光標識を提供します。簡単に精製工程を必要することなく、簡単な2ステップ(図1)で抗体を標識します。

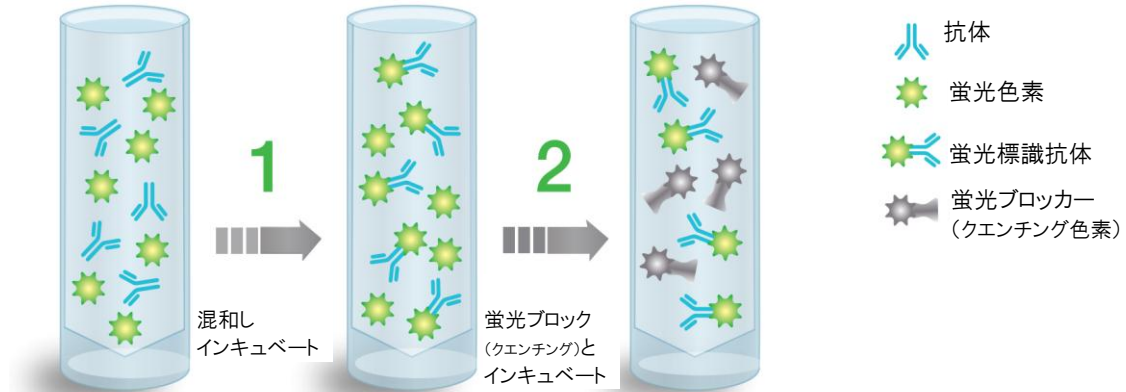


図1 2ステップでの効率的な抗体への蛍光標識

各 ReadiLink 色素は反応性部(サクシニジルエステル - 蛍光物質)が含まれています。反応性色素は蛍光物質と抗体が解離しないように選択的に安定なカルボキサミド結合を形成するタンパク質の第一級アミンに結合します。抗体と標識後に蛍光プロッカーバッファー(Quencher Buffer)を加えることで ReadiLink 色素は蛍光プロッカーと結合して、非蛍光状態になります。

ReadiLink Antibody Labeling kit は2反応(2 $\times$ 50  $\mu$ gタンパク質)を行うためのすべての基本的な構成成分が含まれています。キットは、モノクローナル抗体またはポリクローナル抗体、または他のタンパク質(10kD 以上)を標識するために使用することができます。

### キットの構成内容と保管

キットの構成要素を保存条件は表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
ReadiLink 色素 (ReadiLink labeling dye)	2 バイアル 注意:50 $\mu$ g の抗体を標識するために1バイアルを使用します。	-20 $^{\circ}$ C
反応バッファー (Reaction buffer)	1 バイアル (20 $\mu$ l)	-20 $^{\circ}$ C
蛍光ブロックバッファー (Quench buffer)	1 バイアル (20 $\mu$ l)	-20 $^{\circ}$ C

## 50 $\mu$ g の抗体を標識するプロトコール

**重要:** 使用前に全てのキット構成成分を解凍してください。

**注:** 目的の抗体をリン酸緩衝生理食塩水 (PBS) pH を 7.2~7.4 に懸濁するか、又は溶液中の遊離アミンまたはアンモニウム塩を除去するために標識前に PBS で透析をする必要があります。

**注:** 最適な抗体結合は、1 mg / ml である。異なるコンジュ濃度で行わ結合は最適ではないラベルが発生することがあります。

1. 1 mg / ml 濃度にするために、目的抗体を PBS 中に再懸濁します。
2. ステップ 1 からの抗体溶液 50  $\mu$ l に反応バッファー (Reaction buffer) 溶液 5  $\mu$ l を加える。
3. ピペッティングにより数回上下によく混ぜる。
4. ReadiLink 色素 (ReadiLink labeling dye) の 1  $\mu$ l に抗体溶液全量 (55  $\mu$ l) を添加し、ピペッティングにより混和する。
5. 室温で 60 分間インキュベートする。
6. 反応混合溶液に蛍光ブロックバッファー (Quench buffer) を 5  $\mu$ l を添加する。
7. 室温で 10 分間インキュベートする。
8. 抗体は蛍光標識され、使用できる準備が整いました。

## 様々な励起/発光の ReadiLink 抗体標識キット

抗体への蛍光標識のために適切な ReadiLink キットを選択するには、下表をご参照ください。

カタログ番号	品名	最大励起波長 nm	最大蛍光波長 nm
135-1001	ReadiLink 350/440	350	440
135-1002	ReadiLink 492/516	492	516
135-1003	ReadiLink 555/570	555	570
135-1004	ReadiLink 594/610	594	610
135-1005	ReadiLink 633/655	633	655
135-1006	ReadiLink 647/674	647	674
135-1007	ReadiLink 680/701	680	701
135-1008	ReadiLink 700/713	700	713
135-1009	ReadiLink 750/779	750	779
135-1010	ReadiLink 790/811	790	811
135-1011	ReadiLink 405/454	403	454
135-1012	ReadiLink 405/508	414	508
135-1013	ReadiLink 405/537	405	537

より詳細な情報は以下の URL をご参照ください。

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



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

MNL1351001

M10675 1502A