

表. ラベル化剤の特性一覧表

	官能基	品名	検出	λ_{ex}	λ_{em}	備考
タンパク質標識キット	アミノ基 or SH基	Alkaline Phosphatase Labeling Kit	(基質)	—	—	アルカリホスファターゼを抗体等に導入するキット
		Peroxidase Labeling Kit	〃	—	—	ペルオキシダーゼを抗体等に導入するキット
		Biotin Labeling Kit	(アビジン)	—	—	ビオチンを抗体等に導入するキット
		Fluorescein Labeling Kit	蛍光	500	525	蛍光色素を抗体等に導入するキット
		HiLyte Fluor™ 555 Labeling Kit	〃	555	570	〃
		HiLyte Fluor™ 647 Labeling Kit	〃	655	670	〃
		HiLyte Fluor™ 750 Labeling Kit	〃	760	780	〃
		Allophycocyanin Labeling Kit	蛍光	650	660	蛍光タンパク質を抗体等に導入するキット
タンパク質標識試薬	アミノ基	R-Phycoerythrin Labeling Kit	〃	564	575	〃
		CFSE	蛍光	496	516	細胞質標識剤
		FITC-I	〃	495	520	タンパク等のアミノ基ラベル化剤
		IC3 - OSu Special packaging	〃	550	570	アミノ酸やペプチド中のアミノ基用のラベル化剤
		IC5 - OSu Special packaging	〃	640	660	〃
HPLC用誘導体化試薬	アミノ基	Sulfurhodamine 101 acid chloride	〃	568	590 ~ 630	タンパク等のアミノ基ラベル化剤
		NBD - F	蛍光	470	530	HPLCのプレカラムラベル化剤
		ABD - F	蛍光	389	513	HPLCのプレカラムラベル化剤
		NAM	〃	365	435 ~ 440	HPLCのプレカラムラベル化剤
	アルデヒド基	SBD - F	〃	385	515	〃
		DDB	蛍光	338	402	芳香族アルデヒドの検出
	カルボン酸	MDB	〃	367	445	α -ケト酸のHPLCプレカラムラベル化剤
		Br - DMEQ	蛍光	370	450	HPLCのプレカラムラベル化剤
	水酸基	Br - Mmc	〃	360	410	〃
		DMEQ - COCl	蛍光	400	500	HPLCのプレカラムラベル化剤
ビオチンラベル化剤	アミノ基	Biotinylation Kit (Sulfo-OSu)	(アビジン)	—	—	多量の抗体等にビオチンを導入するためのキット
	〃	Biotin-OSu Biotin-AC ₅ -OSu Biotin-(AC ₅) ₂ -OSu	〃	—	—	アミノ基へのビオチン導入剤、AC基の数でスペースを調整する。水に溶けにくい。
	〃	Biotin-Sulfo-OSu Biotin-AC ₅ Sulfo-OSu Biotin-(AC ₅) ₂ Sulfo-OSu	〃	—	—	アミノ基へのビオチン導入剤、AC基の数でスペースを調整する。水に溶け易いが分解しやすい。
	SH基	Biotin-PE-maleimide Biotin-PEAC ₅ -maleimide	〃	—	—	SH基へのビオチン導入剤、AC基の数でスペースを調整する。
	アルデヒド基	Biotin-hydrazide	〃	—	—	アルデヒド基、カルボン酸へのビオチン導入剤、
	カルボン酸	Biotin-AC ₅ -hydrazide Biotin-(AC ₅) ₂ -hydrazide	〃	—	—	AC基の数でスペースを調整する。
その他		DTPA anhydride	—	—	—	アミノ基へのキレート残基の導入剤
		SPDP	—	—	—	ピリジンジスルフィド導入試薬

*表示している希望納入価格は「本体価格のみ」で消費税等は含まれておりません。
社会状況の変動により、予告なしに変更することがありますので、最新の価格はHPにてご確認ください。

キット類

酸化
ストレス
分子
生物学細胞内
蛍光プローブ細胞
染色菌染色用
色素細胞
増殖/毒性膜タン
パク質ラベル
化剤二価性
試薬酸化
還元イオン
電極シンチ
レーター生化学用
緩衝剤

キレート

比色/金属
試薬溶媒
抽出高純度
溶媒

その他

SAM

機能性
有機材料