

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
 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

溶解性データ(1)

SAMs 試薬 溶解性データ

品コード	製品 略名	Methyl alcohol (mol/l)			Chloroform (mol/l)			Ethyl alcohol (mol/l)			Dichloromethane (mol/l)			Tetrahydrofuran (mol/l)			Acetonitrile (mol/l)		
		10m	1m	100 μ	10m	1m	100 μ	10m	1m	100 μ	10m	1m	100 μ	10m	1m	100 μ	10m	1m	100 μ
A423	11-AUT,HCl	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	×	×	×	×	×	×
A424	8-AOT,HCl	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	○	×	△	○
A425	6-AHT,HCl	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○	○	×	△	△	×	×	×
F287	11-FAUT	×	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○
F288	8-FAOT	×	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○
F289	6-FAHT	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
C385	10-CDT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	△
C386	7-CHT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	△
C387	5-CPT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	△
C404	10-CDD	△	○	○	×	○	○	△	○	○	×	○	○	×	○	○	×	△	○
C405	7-CHD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○
C406	5-CPD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
D524	DDA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	△	○
D537	DSU	—	—	—	○	○	○	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
D538	DSO	—	—	—	○	○	○	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
D539	DSH	—	—	—	○	○	○	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
F246	11-FUT	×	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	△
F247	8-FOT	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	△
F269	6-FHT	×	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	△	△	○	○	○	○
H337	11-HUT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	△
H338	8-HOT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○
H339	6-HHT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○
A483	A-EG6T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	○	○	○	—	—	—
C445	C-EG6T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
H354	H-EG3T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
H355	H-EG6T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
D550	Dithiobis(C2-NTA)	○	○	○	×	×	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×

溶解:○ 不溶:× 微量沈殿有り:△ データなし:—