

Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS)

化学品の分類および表示に関する世界調和システム

GHS 勧告は、化学品の危険有害性を世界統一基準で分類し、その結果をラベル表示や MSDS に反映させるシステムで、2003 年に「化学品の分類および表示に関する世界調和システム (GHS)」として、出されたものです。

これらは、労働安全衛生法、毒物劇物取締法および化学物質管理促進法 (PRTR 法) に該当する製品を対象としています。

また、GHS は、ラベルおよび SDS にその危険有害性の絵表示、危険または警告の注意喚起語、危険有害性情報、注意書などの語句を表示することが要求されております。

危険有害性を表す絵表示

(危険有害性の種類及び区分によって使用される絵表示は異なります。)

シンボル	爆弾の爆発	炎	円上の炎
絵表示			
危険有害性区分	爆発物 自己反応性化学品 有機過酸化物	可燃性又は引火性ガス (化学的に不安定なガスを含む) エアゾール 引火性液体 可燃性固体 自己反応性化学品 自然発火性液体・固体 自己発熱性化学品 水反応可燃性化学品 有機過酸化物	支燃性又は酸化性ガス 酸化性液体・固体
シンボル	感嘆符	どくろ	ガスボンベ
絵表示			
危険有害性区分	急性毒性 (区分 4) 皮膚腐食性・刺激性 (区分 2) 眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 (区分 2A) 皮膚感作性、特定標的臓器・ 全身毒性 (単回ばく露) (区分 3)	急性毒性 (区分 1～区分 3)	高圧ガス
シンボル	腐食性	健康有害性	環境
絵表示			
危険有害性区分	金属腐食性物質 皮膚腐食性 眼に対する重篤な損傷性	呼吸器感作性 生殖細胞変異原性 発がん性 生殖毒性 (区分 1, 区分 2) 特定標的臓器毒性 (区分 1, 区分 2) 吸引性呼吸器有害性	水生環境有害性 (急性区分1, 長期間区分1, 長期間区分2)

急性毒性（経口）の区分と該当する絵表示、注意喚起語および危険有害性情報例

区分	区分1	区分2	区分3	区分4	区分5
LD ₅₀ (mg/kg) (判定基準)	5 以下	50 以下	300 以下	2,000 以下	5,000 以下
絵表示					なし
注意喚起語	危険	危険	危険	警告	警告
危険有害性 情報	飲み込むと 生命に危険	飲み込むと 生命に危険	飲み込むと 有害	飲み込むと 有害	飲み込むと 有害のおそれ

注意喚起語

危険有害性の重大性の相対レベルを示し、利用者に対して潜在的な危険有害性について警告するために用いられる語句です。

GHSで用いられる注意喚起語は、「危険」と「警告」の2つです。

「危険」はより重大な危険有害性区分に用いられ、「警告」は、より重大性の低い区分に用いられます。

更に、危険有害性が低い区分になると注意喚起語は記載されません。

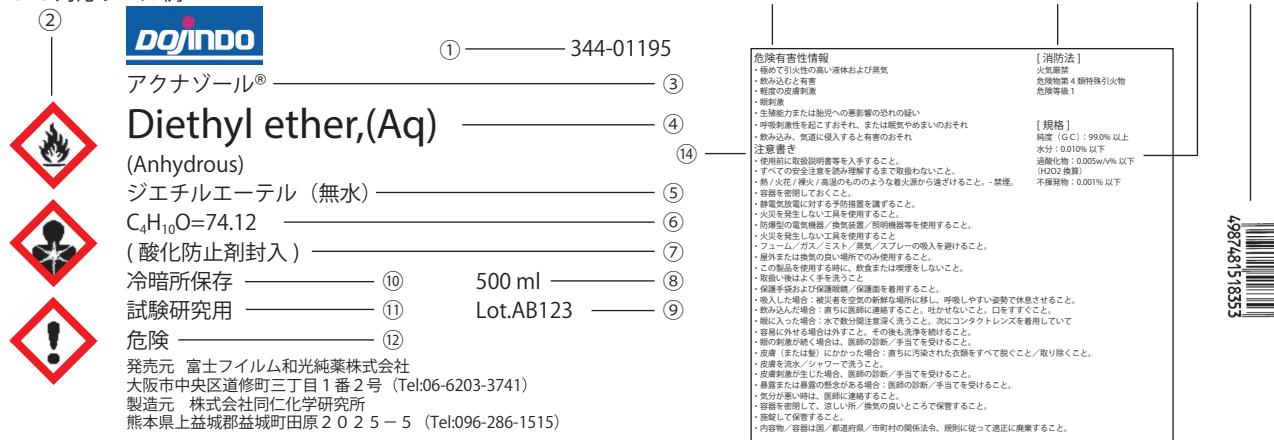
危険有害性情報

各危険有害性クラスの各区分に割り当てられた語句で、製品の危険有害性の性質とその程度を示すものです。

注意書き

危険有害性をもつ製品への曝露、またはその不適切な貯蔵や取扱いから生じる被害を防止し、または、最小限にするために取るべき推奨措置について記述した語句を意味します。

GHS 対応ラベル例



① 和光製品コード番号

⑤ 製品日本名

⑨ 製品ロット番号

⑯ バーコード

② GHS 対応絵表示

⑥ 分子式・分子量

⑩ 保存条件

⑯ GHS 対応注意書き

③ 登録商標

⑦ 注釈

⑪ 用途

⑯ 消防法に基づく表示

④ 製品英名

⑧ 包装容量

⑫ GHS 注意喚起語

⑭ GHS 対応危険有害性情報

⑮ GHS 対応注意書き

⑯ 消防法に基づく表示

⑰ 製品規格値

技術資料サービス (Technical Data Service) ／お問い合わせ先

◆ホームページ：<http://www.dojindo.co.jp>



◆技術資料サービス (Technical Data Service)



◆ Dojin News (ドージンニュース) 一季刊・無料



◆技術的なお問い合わせ

商品に対する技術的なお問い合わせ、ご相談、商品開発についてのご要望やご意見、特殊な試薬や原料などをお探しの場合は、カスタマーサポートまでお気軽にお問い合わせください。

◆受託合成・精製・昇華のお問い合わせ

受託合成・昇華・精製についてのお問い合わせは、ホームページからご依頼いただくか、マーケティングセクションまでご連絡ください。

小社商品の検索 (MSDS)、新製品、フォーラムや・学会等の最新情報を掲載しております。また、キャンペーンや試作品のご案内等も実施しておりますので、是非、小社のホームページをご覧ください。各種お問い合わせ、ご意見、ご要望もホームページ上で受け付けております。

試薬パンフレット、取扱説明書、プロトコル集、お役立ち情報等をホームページに掲載しております。オンライン上で閲覧 / ダウンロードも出来ます。また、総合カタログ、パンフレット冊子もホームページからご請求いただけます。

ドージンニュースは、新進気鋭の先生方の総説を中心に、国内外のホットニュース、小社及び取扱各社の新製品、近日発売予定などをとりまとめてご紹介している季刊誌です。定期購読のお申込み、登録情報の変更等は、マーケティング本部 (Tel: 096-286-1515 / Fax: 096-286-1525) までお知らせ下さい。また、ホームページ上では、電子版 (HTML/PDF) もご準備しております。

カスタマーサポート

Free dial: 0120 - 489548 / Free Fax: 0120 - 021557

Tel: 096-286-1515 / Fax: 096-286-1525

E-mail: info@dojindo.co.jp

マーケティングセクション

Tel: 096-286-1515 / Fax: 096-286-1525

E-mail: info@dojindo.co.jp

1 細胞増殖 / 細胞毒性測定用試薬

1-1 細胞増殖 / 細胞毒性アッセイキット

Cell Counting Kit-8	2
Cell Counting Kit	3
Cell Counting Kit-F	4
Cytotoxicity LDH Assay Kit-WST	5
Cellular Senescence Detection Kit - SPiDER- β Gal	6
DALGreen - Autophagy Detection	7
Mitophagy Detection Kit	8

1-2 関連試薬

1-Methoxy PMS	9
MTT	10
WST-1	11
SPiDER- β Gal	12

2 酸化ストレス関連試薬

2-1 ストレスマーカー検出

GSSG/GSH Quantification Kit	15
Total Glutathione Quantification Kit	16
Liperfluo	17
MitoPeDPP	18
Si-DMA for Mitochondrial Singlet Oxygen Imaging	19
Spy-LHP	20
DPPP	21
SOD Assay Kit - WST	22
-Nucleostain- DNA Damage Quantification Kit -AP Site Counting-	23
ARP(Aldehyde Reactive Probe)	24
3-Deoxyglucosone	25
3-Deoxyglucosone Detection Reagents	26
Anti-Nitroguanosine polyclonal antibody	27
Anti-Nitroguanosine monoclonal antibody (Clone#NO ₂ G52)	28

2-2 NO 検出

NO ₂ / NO ₃ Assay Kit-C II(Colorimetric) ~Griess Reagent Kit~	29
NO ₂ / NO ₃ Assay Kit-FX(Fluorometric) ~2,3-Diaminonaphthalene Kit~	30
Carboxy-PTIO	31
2,3-Diaminonaphthalene(for NO detection)	32
DTCS Na	32
MGD	33

2-3 NO 発生剤

NOR 5	34
NOR 1	35
NOR 3	35
NOR 4	35
NOC 18	36
NOC 5	37
NOC 7	37
NOC 12	37
S-Nitrosoglutathione	38
Peroxynitrite 液溶液	39
SIN-1	40

2-4 NOS 阻害剤

L-NAME	41
L-NMMA	42

2-5 ACE 阻害剤活性測定用

ACE Kit - WST	43
---------------	----

2-6 生体硫黄解析用試薬・キット

-SulfoBiotics- SSP4	44
-SulfoBiotics- HSip-1	45
-SulfoBiotics- HSip-1 DA	45
-SulfoBiotics- Protein Redox State Monitoring Kit	46
-SulfoBiotics- Protein Redox State Monitoring Kit Plus	46
-SulfoBiotics- PEG-PCMal	47
-SulfoBiotics- Biotin-HPDP(WS) solution	48
-SulfoBiotics- Protein S-Nitrosylation Monitoring Kit	49

2-7 生体硫黄研究用ドナー類

-SulfoBiotics- Sodium Polysulfide Set	50
-SulfoBiotics- Sodium disulfide (Na ₂ S ₂)	51
-SulfoBiotics- Sodium trisulfide (Na ₂ S ₃)	51
-SulfoBiotics- Sodium tetrasulfide (Na ₂ S ₄)	51
-SulfoBiotics- GYY4137	52
-SulfoBiotics- H ₂ S donor 5a	53
-SulfoBiotics- H ₂ S donor 8l	53
-SulfoBiotics- H ₂ S donor 8o	53
-SulfoBiotics- Sodium sulfide (Na ₂ S)	54
-SulfoBiotics- Stable isotope Na ₂ S(34) solution	55

3 分子生物学関連試薬

3-1 遺伝子導入試薬

HilyMax 57

3-2 核染色剤

-Cellstain[®]- AO 58

-Cellstain[®]- AO solution 58

-Cellstain[®]- DAPI 59

-Cellstain[®]- DAPI solution 59

-Cellstain[®]- EB 60

-Cellstain[®]- EB solution 60

-Cellstain[®]- Hoechst 33258 solution 61

-Cellstain[®]- Hoechst 33342 solution 61

-Cellstain[®]- PI 62

-Cellstain[®]- PI solution 62

3-3 Agarose

Agarose-I 63

Agarose-II 63

Agarose-III 63

Agarose 900 64

Agarose 1500 64

3-4 核酸精製・抽出

Get pureDNA Kit-Cell, Tissue 65

3-5 関連試薬

ES/iPS Differentiation Monitoring Kit - Human Endoderm 66

BABE 67

FeBABE 67

SPiDER-β Gal 69

3-6 分子生物学用 Buffer

10x MESA 70

10x TBE 70

10x TE 70

20x SSC 71

20x SSPE 71

1M Tris-HCl 71

0.5M EDTA 71

ACES 分子生物学用 72

ADA 分子生物学用 72

BES 分子生物学用 72

Bicine 分子生物学用 73

Bis-Tris 分子生物学用 73

CAPS 分子生物学用 74

CHES 分子生物学用 74

EPPS 分子生物学用 74

HEPES 分子生物学用 75

MES 分子生物学用 75

MOPS 分子生物学用 76

PIPES 分子生物学用 76

TAPS 分子生物学用 77

TES 分子生物学用 77

Tricine 分子生物学用 78

4 細胞内蛍光プローブ

4-1 細胞内カルシウムイオン測定用試薬

Calcium Kit II - iCellux 81

Calcium Kit II - Fluo 4 82

Calcium Kit II - Fura 2 82

Calcium Kit - Fluo 4 83

Calcium Kit - Fura 2 83

Calcium Kit - Fluo 3 84

Fluo 4-AM 85

Fluo 4-AM special packaging 85

Fluo 3 86

Fluo 3-AM 87

Fluo 3-AM special packaging 87

Fura 2 88

Fura 2-AM 89

Fura 2-AM solution 89

Fura 2-AM special packaging 89

Indo 1-AM solution 90

Quin 2 91

Rhod 2 92

Rhod 2-AM 92

Coelenterazine-WS 93

4-2 ミトコンドリアの鉄イオンを検出したい

Mito-FerroGreen 94

BCECF 94

BCECF-AM 95

BCECF-AM special packaging 95

MQAE 96

Zinquin ethyl ester 97

4-3 関連試薬

BAPTA 98

BAPTA-AM solution 98

Caged ATP 99

DiBAC₄(3) 99

GEDTA(EGTA) 100

Ins(1,4,5)P₃ (synthetic) 101

TPEN 101

5 細胞染色用色素

5-1 細胞二重染色キット

-Cellstain[®]- Double Staining Kit 103

5-2 生細胞染色用色素

BCECF-AM special packaging 104

-Cellstain[®]- Calcein-AM 105

-Cellstain[®]- Calcein-AM solution 105

-Cellstain[®]- CFSE 106

-Cellstain[®]- CytoRed solution 107

-Cellstain[®]- FDA 107

5-3 死細胞染色用色素

-Cellstain[®]- DAPI 108

-Cellstain[®]- DAPI solution 108

-Cellstain[®]- EB 109

-Cellstain[®]- EB solution 109

-Cellstain[®]- PI 110

-Cellstain[®]- PI solution 110

-Cellstain[®]- Trypan Blue 111

5-4 核染色用色素

-Cellstain[®]- AO 112

-Cellstain[®]- AO solution 112

-Cellstain[®]- Hoechst 33258 solution 113

-Cellstain[®]- Hoechst 33342 solution 113

5-5 ミトコンドリア染色用色素

MitoBright Green 114

MitoBright Red 114

MitoBright Deep Red 114

-Cellstain[®]- MitoRed 115

-Cellstain[®]- Rh123 115

5-6 組織染色用色素

FSB solution 116

BSB solution 117

DAB 118

TMBZ 119

TMBZ•HCl 119

6 細菌研究用試薬

6-1 菌増殖アッセイキット

Microbial Viability Assay Kit-WST 121

6-2 菌染色キット

-Bacstain[®]- CTC Rapid Staining Kit (for Flow cytometry) 122

-Bacstain[®]- CTC Rapid Staining Kit (for Microscopy) 123

6-3 菌蛍光染色色素

-Bacstain[®]- CFDA 124

-Bacstain[®]- DAPI solution 124

-Bacstain[®]- AO solution 125

-Bacstain[®]- EB solution 125

-Bacstain[®]- PI solution 125

7 膜タンパク質可溶化剤

単一製品

Trehalose C8 128

Trehalose C10 128

Trehalose C12 128

Trehalose C14 128

Trehalose C16 129

BIGCHAP 130

deoxy-BIGCHAP 130

CHAPS 131

CHAPSO 132

n-Dodecyl-β-D-maltoside 133

n-Undecyl-β-D-maltoside 133

n-Decyl-β-D-maltoside 134

n-Heptyl-β-D-thioglycoside 135

n-Nonyl-β-D-thiomaltoside 136

n-Octyl-β-D-glucoside 136

n-Octyl-β-D-thioglucoside 137

n-Octyl-β-D-maltoside 137

3-Oxatridecyl-α-D-mannoside 138

MEGA-8 139

MEGA-9 139

MEGA-10 139

Sodium cholate (purified) 140

Sodium deoxycholate (for protein crystallization) 140

セット品

Detergent Screening Set (for crystallization) 141

Detergent Screening Set (first choice-II) 142

8 ラベル化剤

8-1 タンパク質標識キット

アルカリファスファターゼ標識用

Alkaline Phosphatase Labeling Kit - NH ₂	150
Alkaline Phosphatase Labeling Kit - SH	151

ペルオキシダーゼ標識用

Ab-10 Rapid Peroxidase Labeling Kit	152
Peroxidase Labeling Kit - NH ₂	152
Peroxidase Labeling Kit - NH ₂ (for 1 mg)	152
Peroxidase Labeling Kit - SH	153

ビオチン標識用

Ab-10 Rapid Biotin Labeling Kit	154
Biotin Labeling Kit - NH ₂	154
Biotin Labeling Kit - SH	155
Biotinylation Kit (Sulfo-OSu)	156

蛍光色素標識用

Ab-10 Rapid Fluorescein Labeling Kit	157
Fluorescein Labeling Kit - NH ₂	157
Ab-10 Rapid HiLyte Fluor™ 555 Labeling Kit	158
HiLyte Fluor™ 555 Labeling Kit - NH ₂	158
Ab-10 Rapid HiLyte Fluor™ 647 Labeling Kit	159
HiLyte Fluor™ 647 Labeling Kit - NH ₂	159
HiLyte Fluor™ 750 Labeling Kit - NH ₂	160
ICG Labeling Kit - NH ₂	161

蛍光タンパク標識用

Allophycocyanin Labeling Kit - NH ₂	162
Allophycocyanin Labeling Kit - SH	163
Ab-10 Rapid R-Phycoerythrin Labeling Kit	164
R-Phycoerythrin Labeling Kit - NH ₂	164
R-Phycoerythrin Labeling Kit - SH	165

IgG 精製用

IgG Purification Kit - A	166
IgG Purification Kit - G	166

8-2 タンパク質標識試薬

CFSE	167
IC3-OSu special packaging	168

IC3-OSu special packaging	168
---------------------------	-----

FITC-I	169
--------	-----

Sulforhodamine 101 acid chloride	170
----------------------------------	-----

8-3 HPLC 用誘導体化試薬

アミノ基ラベル化用

NBD-F	171
-------	-----

チオールラベル化用

ABD-F	172
NAM	173
SBD-F	174

アルデヒドラベル化用

DDB	175
MDB	175

カルボン酸ラベル化用

Br-DMEQ	177
---------	-----

水酸基ラベル化用

DMEQ-COCl	178
-----------	-----

8-4 ビオチンラベル化剤

Biotin-SS-Sulfo-OSu	179
---------------------	-----

Biotin-HPDP	180
-------------	-----

Biotin-OSu	181
------------	-----

Biotin-AC ₅ -OSu	181
-----------------------------	-----

Biotin-(AC ₅) ₂ -OSu	181
---	-----

Biotin Sulfo-OSu	183
------------------	-----

Biotin-AC ₅ Sulfo-OSu	183
----------------------------------	-----

Biotin-(AC ₅) ₂ Sulfo-OSu	183
--	-----

Biotin-PE-maleimide	185
---------------------	-----

Biotin-PEAC ₅ -maleimide	185
-------------------------------------	-----

Biotin-hydrazide	186
------------------	-----

Biotin-AC ₅ -hydrazide	186
-----------------------------------	-----

Biotin-(AC ₅) ₂ -hydrazide	186
---	-----

8-5 関連試薬

DTPA anhydride	187
----------------	-----

SPDP	188
------	-----

9 二価性試薬

9-1 Hetero-bifunctional Reagents

EMCS	190
GMBS	191
HMCS	192
KMUS	192
Sulfo-EMCS	193
Sulfo-GMBS	193
Sulfo-HMCS	193
Sulfo-KMUS	193
Sulfo-SMCC	194

9-2 Homo-bifunctional Reagents

BS3	195
DSP	195
DTSSP	196
Dithiobis(succinimidyl undecanoate)	197

Dithiobis(succinimidyl octanoate)	197
-----------------------------------	-----

Dithiobis(succinimidyl hexanoate)	197
-----------------------------------	-----

9-3 その他

BABE	198
------	-----

FeBABE	198
--------	-----

Aminobenzyl-EDTA	200
------------------	-----

Isothiocyanobenzyl-EDTA	200
-------------------------	-----

AB-NTA free acid	201
------------------	-----

Maleimido-C ₃ -NTA	202
-------------------------------	-----

Isothiocyanobenzyl-NTA	203
------------------------	-----

Dithiobis(C ₂ -NTA)	203
--------------------------------	-----

Sulfo-AC ₅ -SPDP	204
-----------------------------	-----

SPDP	205
------	-----

10 酸化還元発色試薬

10-1 還元系発色試薬

WST-1	208
WST-3	209
CTC	210
INT	211
MTT	212
Nitro-TB	213
TB	214

10-2 電子キャリヤー

1-Methoxy PMS	215
---------------	-----

10-3 酸化系発色試薬

DAB	216
p-HBC	217
SAT-3	217
TMBZ	218
TMBZ•HCl	218

10-4 酸化系発色試薬(新トリンダー試薬)

ADOS	220
ADPS	220
ALPS	221
DAOS	221
HDAO	222
MAOS	222
TOOS	223
TOPS	223
MADB	224
TODB	224

11 イオン電極用試薬

11-1 イオノフォア類

Bis(12-crown-4)	226
Bis(benzo-15-crown-5)	226
Bisthiourea-1	227
C14-K22B5	227
Dibenzyl-14-crown-4	228
HDOPP-Ca	228
K22B9	229
K22B1B5	229
TTD-14-crown-4	230
TD19C6	230

11-2 アニオン排除剤

TFPB	231
------	-----

11-3 液膜型イオン電極用溶媒

DOPP	232
NPOE	233

12 有機シンチレーター関連試薬

Scintisol® AL-1	235
Scintisol® ALX-2	235
DPO	235

POPOP	236
-------	-----

13 生化学用緩衝剤

ACES	240	HEPSSO	246
ACES 分子生物学用	240	MES	246
ADA	240	MES 分子生物学用	247
ADA 分子生物学用	241	MOPS	247
BES	241	MOPS 分子生物学用	247
BES 分子生物学用	241	MOPS buffer solution	248
Bicine	242	MOPSO	248
Bicine 分子生物学用	242	PIPER	248
Bis-Tris	242	PIPER 分子生物学用	249
Bis-Tris 分子生物学用	243	PIPER sesquisodium	249
CAPS	243	POPSO	249
CAPS 分子生物学用	243	TAPS	250
CHES	244	TAPS 分子生物学用	250
CHES 分子生物学用	244	TES	250
EPPS	244	TES 分子生物学用	251
EPPS 分子生物学用	245	Tricine	251
HEPES	245	Tricine 分子生物学用	251
HEPES 分子生物学用	245	TAPSO	252
HEPES buffer solution	246		

14 キレート試薬

14-1 EDTA 類

4H(EDTA・free acid)	254
2NA(EDTA・2Na)	254
3NA(EDTA・3Na)	255
4NA(EDTA・4Na)	255
2K(EDTA・2K)	255
3K(EDTA・3K)	256
2NH ₄ (EDTA・2NH ₄)	256
Ca(II)-EDTA	258
Co(II)-EDTA	258
Cu(II)-EDTA	258
Fe(III)-EDTA	258
Mg(II)-EDTA	258
Mn(II)-EDTA	259
Zn(II)-EDTA	259
エデト酸カルシウムナトリウム水和物	259

14-2 その他のキレーター

BAPTA	260
Bicine	260
CyDTA	261
CyDTA(オートアナライザー用)	261
DTPA	262
EDTA-OH	262
GEDTA(EGTA)	263
HIDA	263
IDA	264
NTA	264
NTPO	264
TPEN	265
TTHA	265

14-3 キレート滴定用試薬

0.01M 滴定液	266
0.02M 滴定液	266
0.05M 滴定液	266
0.1M 滴定液	266
緩衝液 pH10	267
硬度滴定液(B)	267

15 比色試薬 / 金属指示薬

ALC	272	Nitro-PAPS	292
Alfusone® フッ素分析試薬	273	Nitroso-PSAP	293
NN-ジエチルジチオカルバミド酸銀	274	NN	294
Arsemate	275	NN diluted with potassium sulfate	295
Azomethine H	276	NN solution	295
Bathocuproinedisulfonic acid, disodium salt	277	PAN	296
Bathophenanthrolinedisulfonic acid, disodium salt	278	PAR	297
5-Br-PAPS	279	PC	298
BT	280	PDTs	299
Calcein	281	<i>o</i> -Phenanthroline	300
Calcein Blue	282	PR	301
Chlorophosphonazo-III	283	Sodium bicinchoninate	302
CLB	284	SATP	303
Co(III)-5-Cl-PADAP	285	Tiron	304
Cu-PAN	286	TMPyP	305
Cyanoline Blue	287	TPPS	306
DAN	288	TPTZ	307
Diantipyrylmethane	289	Universal BT	308
HNB	290	XB-I	308
Murexide	291	XO	309
MX	291	Zincon	310

16 水質分析用

残留塩素	
残留塩素測定キット-SBT法	312
残留塩素測定試薬-SBT法	312
色素液	312
検水調整液	312
ABS(陰イオン界面活性剤)	
ポナールキット°-ABS	314
ポナールキット°-ABS補充薬品	314
シアソ(全シアソ)	
ポナールキット°-CN-T-L	316
ポナールキット°-CN-T-L蒸留補充薬品	316
ポナールキット°-CN-T-L発色補充薬品	316
ポナールキット°-COD-L補充薬品	318
クロム(6価クロム・全クロム)	
ポナールキット°-Cr-6-II補充薬品	319
銅	
ポナールキット°-Cu	320
ポナールキット°-Cu補充薬品	320

溶存酸素	
ポナールキット°-DO	321
ポナールキット°-DO補充薬品(A,B,C)	321
ポナールキット°-DO補充薬品(D)	321
フッ素	
ポナールキット°-F	323
ポナールキット°-F補充薬品	323
鉄	
ポナールキット°-Fe	325
ポナールキット°-Fe補充薬品	325
水の硬度	
ポナールキット°-WH	326
ポナールキット°-WH補充薬品(A)	326
ポナールキット°-WH補充薬品(B)	326

17 溶媒抽出用試薬

17-1 金属-AA キレート

Co(II)-AA	330
Cu(II)-AA	330
Fe(III)-AA	330
Mn(III)-AA	331
Zn(II)-AA	331

17-2 関連試薬

HFA	332
TOPO	333

18 高純度溶媒

18-1 スペクトロゾール[®]

Acetone,(Sp)	335
Chloroform,(Sp)	335
Cyclohexane,(Sp)	336
1,2-Dichloroethane,(Sp)	336
N,N-Dimethylformamide,(Sp)	336
Dimethylsulfoxide,(Sp)	336
Hexanes,(Sp)	337
Methyl alcohol,(Sp)	337
Methylcyclohexane,(Sp)	337
Methylene chloride,(Sp)	337
iso-Octane,(Sp)	338
iso-Propyl alcohol,(Sp)	338
Tetrahydrofuran,(Sp)	338
Toluene,(Sp)	338

18-2 ルミナゾール[®]

Acetonitrile,(Lu)	341
Cyclohexane,(Lu)	341
N,N-Dimethylformamide,(Lu)	341
Dimethylsulfoxide,(Lu)	342
Methyl alcohol,(Lu)	342

18-3 油脂酸化過酸化物価測定用

Diethyl ether,(AV.POV)	343
------------------------	-----

18-4 アクナゾール

Diethyl ether,(Aq)	343
Methyl alcohol,(Aq)	343

18-5 合成用脱水溶媒

Acetonitrile	344
Dioxane	344
Tetrahydrofuran	344

19 その他の生化学、分析用試薬

MATP+	346
-proteostain- Protein Quantification Kit-Rapid	348
-proteostain- Protein Quantification Kit-Wide Range	349
G6PD Assay Kit-WST	350
Cesibor	351
Calix[6]arene <i>p</i> -sulfonic acid, hexasodium salt, hydrate	352
Calix[8]arene <i>p</i> -sulfonic acid, octasodium salt, hydrate	352
DTNB	353
HOBr	354

HOBr anhydrous	354
Kalibor [®]	355
D-Luciferin K salt	356
β -Mercaptopropionic acid	356
2-PDS	357
4-PDS	358
Sodium biphenyl	359
1 <i>H</i> -Tetrazole	359
WSC	360
Zephiramine	361

20 機能性有機材料

20-1 アルカンチオール誘導体

One shot type

NTA-SAM Formation Reagent	364
Biotin-SAM Formation Reagent	365
Carboxylic acid-SAM Formation Reagent	366
Amine Coupling Kit	367

Amino type

Amino-EG ₆ -hexadecanethiol, hydrochloride	368
Amino-EG ₆ -undecanethiol, hydrochloride	368
16-Amino-1-hexadecanethiol, hydrochloride	369
11-Amino-1-undecanethiol, hydrochloride	369
8-Amino-1-octanethiol, hydrochloride	369
6-Amino-1-hexanethiol, hydrochloride	369

Carboxy type

Carboxy-EG ₆ -hexadecanethiol	371
Carboxy-EG ₆ -undecanethiol	371
15-Carboxy-1-pentadecanethiol	372
10-Carboxy-1-decanethiol	372
7-Carboxy-1-heptanethiol	372
5-Carboxy-1-pantanethiol	372

Carboxy disulfide type

10-Carboxydecyl disulfide	373
7-Carboxyheptyl disulfide	373
5-Carboxypentyl disulfide	373
4,4'-Dithiodibutyric acid	373

Carboxy disulfide NHS ester type

Dithiobis(succinimidyl undecanoate)	374
Dithiobis(succinimidyl octanoate)	374
Dithiobis(succinimidyl hexanoate)	374

Hydroxy type

Hydroxy-EG ₃ -hexadecanethiol	375
Hydroxy-EG ₆ -hexadecanethiol	375
Hydroxy-EG ₃ -undecanethiol	375
Hydroxy-EG ₆ -undecanethiol	375
16-Hydroxy-1-hexadecanethiol	376
11-Hydroxy-1-undecanethiol	376
8-Hydroxy-1-octanethiol	376
6-Hydroxy-1-hexanethiol	376

Ferrocenyl type

11-Ferrocenyl-1-undecanethiol	377
8-Ferrocenyl-1-octanethiol	377
6-Ferrocenyl-1-hexanethiol	377

Amido type

10-Amido-1-decanethiol	378
7-Amido-1-heptanethiol	378
5-Amido-1-pantanethiol	378

その他のアルカンチオール類

Sulfolobaine3-undecanethiol	379
-----------------------------------	-----

NTA type

Dithiobis(C ₂ -NTA)	379
--------------------------------------	-----

20-2 ホスホン酸誘導体

11-AUPA	381
10-CDPA	381
FDPA	381
FOPA	381
FHPA	382
M-EG ₃ -UPA	382
11-HUPA	382
ODPA	382

プロトコル集(別冊)

タイトル	主な関連製品(同仁品コード、品名:一部省略)	
生細胞数を測りたい(吸光測定)	M009, CK01, CK04	MTT, Cell Counting Kit, Cell Counting Kit-8
生細胞数を測りたい(蛍光測定)	CK06	Cell Counting Kit-F
死細胞数を測りたい(吸光測定)	CK12	Cytotoxicity LDH Assay Kit-WST
オートファジーを検出したい	D675	DALGreen - Autophagy Detection
老化細胞を検出したい	SG03	Cellular Senescence Detection Kit - SPiDER- β Gal
生細胞の過酸化脂質を蛍光検出したい	L246, M466	Liperfluo, MitoPeDPP
一重項酸素を検出したい	MT05	Si-DMA for Mitochondrial Singlet Oxygen Imaging
サルフェン硫黄を系の中に加えたい	SB02, SB03, SB04, SB13	-SulfoBiotics- Sodium disulfide (Na_2S_2), Sodium trisulfide (Na_2S_3), Sodium tetrasulfide (Na_2S_4), Sodium Polysulfide Set
サルフェン硫黄を検出したい	SB10	-SulfoBiotics-SSP4
硫化水素を系の中に加えたい	SB01, SB06, SB07, SB08, SB09	-SulfoBiotics- Sodium sulfide (Na_2S), GYY4137, H ₂ S donor 5a, 8l, 8o
タンパク質のSH基の数を知りたい	SB11, SB12, SB20	-SulfoBiotics- Protein Redox State Monitoring Kit, Protein Redox State Monitoring Kit Plus, PEG-PCMAl
タンパク質中のS-ニトロシル基の数を知りたい	SB14, SB17	-SulfoBiotics- S-Nitrosylation Monitoring Kit Monitoring Kit Plus, Biotin-HPDP(WS) solution
NOを測定したい	NK05, NK08	NO ₂ /NO ₃ Assay Kit-C II (Colorimetric) ～ Griess Reagent Kit～ NO ₂ /NO ₃ Assay kit-FX(Fluorometric) ～ 2,3-Diaminonaphthalene Kit～
NOを消去したい	C348, N411, N412	Carboxy-PTIO, L-NMMA, L-NAME
NOを系の中に加えたい	N388, N390, N391, N448, N380, N377, N378, N379	NOR 1,3,4,5 NOC5,7,12,18
NOをin vivo ESRで検出したい	D465	DTCS Na
ニトログアノシンを検出したい	AB01, AB02	Anti-Nitroguanosine polyclonal antibody Anti-Nitroguanosine monoclonal antibody(Clone#NO ₂ G52)
DNAの塩基損傷部位の数を測定したい	DK02	-Nucleostain- DNA Damage Quantification Kit -AP Site Counting-
SOD様活性を測定したい	S311	SOD Assay Kit - WST
グルタチオン(還元型、酸化型)を分別定量したい	G257	GSSG/GSH Quantification Kit
ACE阻害活性を測定したい	A502	ACE Kit - WST
β -galactosidaseを検出したい	SG02	SPiDER- β Gal
培養上清でES/iPS細胞由来内胚葉を検出したい	ES01	ES/iPS Differentiation Monitoring Kit - Human Endoderm
遺伝子を導入したい	H357	HilyMax
核酸を検出したい	A003, A004, A005, F007, S016, B305	Agarose-I, II, III, FITC-I, Sulforhodamine 101 acid chloride, Biotin-AC ₅ -OSu
電気泳動で核酸を分離したい	A426, A427	Agarose 900,1500
DNAを取り出したい	GK03	Get pureDNA Kit — Cell, Tissue
蛍光で細胞内Caを測定したい	CS21, CS22, CS23, CS32, CS33, CS34, F015, F023, F311, I006	Calcium Kit - Fluo 3-, Fluo 4, -Fura 2, Calcium Kit II - Fluo 4,-Fura 2, - iCellux Fura 2-AM, Fluo 3-AM, Fluo 4-AM, Indo 1, Indo 1-AM
発光で細胞内Caを測定したい	C397	Coelenterazine-WS
ミトコンドリアの鉄イオンを検出したい	M489	Mito-FerroGreen
細胞内pHを測定したい	B031, B262, B221	BCECF, BCECF-AM, BCECF-AM special packaging
膜電位を測定したい	D545	DiBAC ₄ (3)
細胞内Znをイメージングしたい	Z215	Zinquin ethyl ester
細胞内塩化物イオンを測定したい	M024	MQAE
細胞内目的部位にATPを局部添加したい	CC01	Caged ATP
細胞染色したい	A386, H341, H342, D212, E262, P346, C410, F209, C326, C375, B525, F308, B262, C309	-Cellstain*- AO, Hoechst 33258 solution, Hoechst 33342 solution, DAPI, EB, PI CytoRed solution, FDA, Calcein-AM, CFSE BSB solution, FSB solution, BCECF-AM, CFSE 他
生細胞・死細胞を染め分けたい	CS01	-Cellstain*- Double Staining Kit
ミトコンドリアを染色したい	MT06, MT07, MT08 R237, R233	MitoBright Green, Red, Deep Red, -Cellstain*- MitoRed, Rh123
ミトコンドリアの一重項酸素を検出したい	MT05	Si-DMA for Mitochondrial Singlet Oxygen Imaging
マイトファジーを検出したい	MD01	Mitophagy Detection Kit
生菌の代謝活性を測りたい	M439	Microbial Viability Assay Kit-WST

プロトコル集(別冊)

タイトル	主な関連製品(同仁品コード、品名:一部省略)	
細菌を蛍光染色したい	BS01, BS02, BS03, BS04, BS07	-Bacstain- CTC Rapid Staining Kit (for Flow cytometry), (for Microscopy) -Bacstain- DAPI solution, CFDA solution, PI solution
膜タンパク質等を可溶化したい	O001, C321 H015, C008	n-Octyl-β-D-glucoside, Sodium cholate (purified) n-Heptyl-β-D-thioglucoside, CHAPS
抗体を精製したい	AP01, AP02	IgG Purification Kit-A, -G
ビオチンを標識したい	LK03, LK37, LK10, BK01	Ab-10 Rapid Biotin Labeling Kit Biotin Labeling Kit-NH ₂ , -SH, Biotinylation Kit (Sulfo-OSu) 他
酵素(POD,ALP)を標識したい	LK11, LK09 LK12, LK13 LK33	Ab-10 Rapid Peroxidase Labeling Kit Peroxidase Labeling Kit-NH ₂ , -SH Alkaline Phosphatase Labeling Kit-NH ₂ , -SH
蛍光色素を標識したい	LK01 LK14, LK15, LK16 LK21, LK24 LK23, LK26 LK31 LK32, LK34, LK35, LK36	Fluorescein Labeling Kit-NH ₂ HiLyte Fluor™ 555, 647, 750 Labeling Kit-NH ₂ Allophycocyanin Labeling Kit-NH ₂ , -SH R-Phycoerythrin Labeling Kit-NH ₂ , -SH ICG Labeling Kit - NH ₂ Ab-10 Rapid Fluorescein, R-Phycoerythrin, HiLyte Fluor™ 555/647 Labeling Kit
抗体に標識したい(架橋剤)	E018, G005, S024, S025	EMCS, GMBS, Sulfo-EMCS, -GMBS 他
イオン濃度を電極で測りたい	B020, B021	Bis(benzo-15-crown-5), Bis(12-crown-4) 他
タンパク質を定量したい	PQ01, PQ02	-Proteostain- Protein Quantification Kit-Rapid, -Wide Range
G6PDを活性を測定したい	G256	G6PD Assay Kit-WST
残留塩素を測定したい	ZK01	残留塩素測定キット -SBT 法
自己組織化単分子膜(SAMs)を作りたい	A423 C385 D537	11-Amino-1-undecanethiol, hydrochloride 10-Carboxy-1-decanethiol Dithiobis(succinimidyl undecanoate) 他
金属酸化物表面にホスホン酸SAMを形成したい	A517, C410, F329, F330	11-AUPA, 10-CDPA, FOPA, FDPA 他

製品分類

(1) 細胞増殖／細胞毒性測定用試薬	1
(2) 酸化ストレス関連試薬	13
(3) 分子生物学関連試薬	56
(4) 細胞内蛍光プローブ	79
(5) 細胞染色用色素	102
(6) 細菌研究用試薬	120
(7) 膜タンパク質可溶化剤	126
(8) ラベル化剤	144
(9) 二価性試薬	189
(10) 酸化還元系発色試薬	206
(11) イオン電極用試薬	225
(12) 有機シンチレーター関連試薬	234
(13) 生化学用緩衝剤	237
(14) キレート試薬	253
(15) 比色試薬／金属指示薬	271
(16) 水質分析用	311
(17) 溶媒抽出用試薬	328
(18) 高純度溶媒	334
(19) その他の生化学、分析用試薬	345
(20) 機能性有機材料	362

参考資料

参考資料1～10	384
----------	-----

索引

分析対象物質および用途別 INDEX	397
同仁品コード順 INDEX	414
CAS No. INDEX	423
アルファベット順 INDEX	432

ドータイト試薬全国主要販売店一覧

456