

18 高純度溶媒

分析用を始め、合成用でも使用できるように、用途別に種々の高純度溶媒を揃えた。

スペクトロゾールは紫外吸収スペクトル用として、紫外吸収成分を除いたものである。ルミナゾールは蛍光スペクトル測定用に蛍光性分を除いたものである。その他、油脂酸化過酸化物質測定用、低水分含量のアクナゾール、合成用無水溶媒類がある。

18-1 スペクトロゾール*

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

18-2 ルミナゾール*

Acetonitrile,(Lu)	341
Cyclohexane,(Lu)	341
<i>N,N</i> -Dimethylformamide,(Lu)	341
Dimethylsulfoxide,(Lu)	342
Methyl alcohol,(Lu)	342

18-3 油脂酸化過酸化物質測定用

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

細胞増殖/毒性
酸化ストレス
分子生物学
細胞内蛍光プローブ
細胞染色
細菌研究用試薬
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
水質分析用溶媒
抽出
高純度溶媒
その他
機能性有機材料

*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。

18-1 スペクトロゾール®

性質 紫外吸収スペクトルの測定は、研究室でも現場でも、不可欠の分析法として広く応用されているが、ドータイト・スペクトロゾールは、この目的に添う様に入念に精製された溶媒である。なお、スペクトロゾールの名称は、当社の登録商標である。

使用上の注意

- 1) 開栓後はできるだけ早くご使用ください。
- 2) 紫外部においては、極く痕跡の異物の混入によっても非常に強い吸収が起こることがあり、全く使用に耐えなくなることもあるので、容器からの出し入れの際、よごれたピペットを差しこんだり、瓶の口を手でふれたりしないでください。
- 3) 使用に際しては十分洗浄した小瓶に必要量だけ移して使い、洗瓶の際洗剤が絶対に残らないようにご注意ください。

- 4) ゴム栓、コルク栓の使用をさけ、密栓し保存してください。
- 5) メタノール等極性溶媒は、赤外スペクトル用の岩塩セル等を侵すので、あらかじめ NaCl で飽和してご使用ください。また、ジオキサンなどは、オートアナライザーのチューブを侵すので、この点もご注意ください。
- 6) 一般にスペクトロゾールの中の水分に関しては、JIS 特級に準じます。ただし、微量に共存する水はスペクトロゾールをその本来の目的に用いる限りで全く妨害となりません。

※すべての溶媒は、溶媒分子自身による吸収のため、遠紫外部に行くに従って吸光度が大きくなる。紫外部吸収下限は、液厚 1 cm の溶媒の吸光度が 1.0 を超える波長を示したもので、この波長より短波長側における測定にはその溶媒を用いることは困難である。この紫外部吸収下限波長をカットオフ波長という。

最新の情報は web へ [同仁化学 スペクトロゾール](#) で検索

Acetone, (Sp)

Acetone
〔CAS No. 67-64-1〕

同仁品コード：SP01

500 ml ￥4,900 342-00035

規格

- (1) 性状：無色液体
- (2) 純度 (GC)：99.0% 以上
- (3) 水溶状：試験適合
- (4) 紫外吸収スペクトル：試験適合
- (5) 水分：0.30% 以下
- (6) 不揮発物：0.0005% 以下

取扱注意

1. 危険物第四類第一石油類 危等 II
2. 安衛法 3. 火気厳禁

危険・有害性シンボルマーク (GHS 表示)

C₃H₆O=58.08

Chloroform, (Sp)

Chloroform
〔CAS No. 67-66-3〕

同仁品コード：SP06

500 ml ￥5,800 340-00575

規格

- (1) 性状：無色液体
- (2) 純度 (GC)：99.0% 以上 (安定剤除く)
- (3) 紫外吸収スペクトル：試験適合
- (4) 水分：0.050% 以下
- (5) 不揮発物：0.0010% 以下

取扱注意

1. 安衛法 2. 特定化学物質 3. 化審法
4. 医薬用外劇物 5. 保存方法：遮光
6. PRTR 法：第 1 種指定化学物質

危険・有害性シンボルマーク (GHS 表示)

CHCl₃=119.38

Cyclohexane,(Sp)

Cyclohexane
〔CAS No. 110-82-7〕同仁品コード：SP07
500 ml ￥5,800 344-00855

- 規格**
- (1) 性状：無色液体
 - (2) 純度 (GC)：99.0% 以上
 - (3) 紫外吸収スペクトル：試験適合
 - (4) 水分：0.050% 以下
 - (5) 不揮発物：0.0020% 以下
- 取扱注意**
- 1. 危険物第四類第一石油類 危等 II
 - 2. 安衛法 3. 火気厳禁

危険・有害性シンボルマーク (GHS 表示)

C₆H₁₂=84.16

1,2-Dichloroethane,(Sp)

1,2-Dichloroethane
〔CAS No. 107-06-2〕同仁品コード：SP08
250 ml ￥5,800 341-00941

- 規格**
- (1) 性状：無色液体
 - (2) 純度 (GC)：99.0% 以上
 - (3) 紫外吸収スペクトル：試験適合
 - (4) 水分：0.030% 以下
 - (5) 不揮発物：0.0020% 以下
- 取扱注意**
- 1. 危険物第四類第一石油類 危等 II
 - 2. 特定化学物質 3. 安衛法 4. 化審法
 - 5. 火気厳禁 6. PRTR 法：第 1 種指定化学物質

危険・有害性シンボルマーク (GHS 表示)

C₂H₄Cl₂=98.96

N,N-Dimethylformamide,(Sp)

N,N-Dimethylformamide
〔CAS No. 68-12-2〕同仁品コード：SP09
500 ml ￥6,400 344-00975

- 規格**
- (1) 性状：無色液体
 - (2) 純度 (GC)：99.0% 以上
 - (3) 水溶状：試験適合
 - (4) 紫外吸収スペクトル：試験適合
 - (5) 水分：0.20% 以下
 - (6) 不揮発物：0.010% 以下
- 取扱注意**
- 1. 危険物第四類第二石油類 危等 III 2. 安衛法
 - 3. 化審法 4. 火気厳禁
 - 5. PRTR 法：第 1 種指定化学物質

危険・有害性シンボルマーク (GHS 表示)

C₃H₇NO=73.09

Dimethylsulfoxide,(Sp)

Dimethylsulfoxide
〔CAS No. 67-68-5〕同仁品コード：SP10
500 ml ￥8,600 349-01025

- 規格**
- (1) 性状：無色液体
 - (2) 純度 (GC)：99.0% 以上
 - (3) 水溶状：試験適合
 - (4) 紫外吸収スペクトル：試験適合
 - (5) 水分：0.40% 以下
- 取扱注意**
- 1. 危険物第四類第三石油類 危等 III
 - 2. 火気厳禁

危険・有害性シンボルマーク (GHS 表示)

C₂H₆OS=78.13

細胞
増殖/毒性
酸化
ストレス
分子
生物学
細胞内
蛍光プローブ
細胞
染色
細菌研究用
試薬
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
水質
分析用
溶媒
抽出
高純度
溶媒
その他
機能的
有機材料

Hexanes,(Sp)

n-Hexane

〔CAS No. 110-54-3〕

同仁品コード：SP14
500 ml ￥6,000 349-01405

規格

- (1) 性状：無色液体
(2) 純度 (GC)：99.0% 以上
(3) 紫外吸収スペクトル：試験適合
(4) 水分：0.050% 以下
(5) 不揮発物：0.0010% 以下

取扱注意

1. 危険物第四類第一石油類 危等 II
2. 安衛法 3. 化審法 4. 火気厳禁
5. PRTR 法：第 1 種指定化学物質

危険・有害性シンボルマーク (GHS 表示)

C₆H₁₄=86.18

Methyl alcohol,(Sp)

Methyl alcohol

〔CAS No. 67-56-1〕

同仁品コード：SP15
500 ml ￥3,600 342-01635

規格

- (1) 性状：無色液体
(2) 純度 (GC)：99.0% 以上
(3) 水溶状：試験適合
(4) 紫外吸収スペクトル：試験適合
(5) 水分：0.10% 以下
(6) 不揮発物：0.0005% 以下
(7) 過マンガン酸還元性物質：試験適合
(8) 硫酸着色物質：試験適合
(9) アセトン及びアルデヒド：試験適合

取扱注意

1. 危険物第四類アルコール類 危等 II
2. 安衛法 3. 医薬用外劇物 4. 火気厳禁

危険・有害性シンボルマーク (GHS 表示)

CH₄O=32.04

Methylcyclohexane,(Sp)

Methylcyclohexane

〔CAS No. 108-87-2〕

同仁品コード：SP16
250 ml ￥11,200 345-01701

規格

- (1) 性状：無色液体
(2) 純度 (GC)：99.0% 以上
(3) 紫外吸収スペクトル：試験適合
(4) 水分：0.020% 以下
(5) 不揮発物：0.0050% 以下

取扱注意

1. 危険物第四類第一石油類 危等 II
2. 安衛法 3. 火気厳禁

危険・有害性シンボルマーク (GHS 表示)

C₇H₁₄=98.19

Methylene chloride,(Sp)

Methylene chloride

〔CAS No. 75-09-2〕

同仁品コード：SP17
500 ml ￥5,200 341-01725

規格

- (1) 性状：無色液体
(2) 純度 (GC)：99.0% 以上 (安定剤除く)
(3) 紫外吸収スペクトル：試験適合
(4) 水分：0.10% 以下
(5) 不揮発物：0.0020% 以下

取扱注意

1. 安衛法 2 特定化学物質 3. 化審法
4. PRTR 法：第 1 種指定化学物質

危険・有害性シンボルマーク (GHS 表示)

CH₂Cl₂=84.93

iso-Octane,(Sp)*iso*-Octane
〔CAS No. 540-84-1〕同仁品コード：SP18
500 ml ￥7,200 342-02095

- 規格**
- (1) 性状：無色液体
 - (2) 純度 (GC)：99.0% 以上
 - (3) 紫外吸収スペクトル：試験適合
 - (4) 水分：0.050% 以下
 - (5) 不揮発物：0.0010% 以下
- 取扱注意**
- 1. 危険物第四類第一石油類 危等 II
 - 2. 安衛法 3. 火気厳禁

危険・有害性シンボルマーク (GHS 表示)

C₈H₁₈=114.23*iso*-Propyl alcohol,(Sp)*iso*-Propyl alcohol
〔CAS No. 67-63-0〕同仁品コード：SP19
500 ml ￥4,800 344-02315

- 規格**
- (1) 性状：無色液体
 - (2) 純度 (GC)：99.0% 以上
 - (3) 水溶状：試験適合
 - (4) 紫外吸収スペクトル：試験適合
 - (5) 水分：0.20% 以下
 - (6) 不揮発物：0.0010% 以下
- 取扱注意**
- 1. 危険物第四類アルコール類 危等 II
 - 2. 安衛法 3. 火気厳禁

危険・有害性シンボルマーク (GHS 表示)

C₃H₈O=60.10

Tetrahydrofuran,(Sp)

Tetrahydrofuran
〔CAS No. 109-99-9〕同仁品コード：SP20
500 ml ￥7,400 347-02665

- 規格**
- (1) 性状：無色液体
 - (2) 純度 (GC)：99.0% 以上
 - (3) 水溶状：試験適合
 - (4) 紫外吸収スペクトル：試験適合
 - (5) 水分：0.30% 以下
 - (6) 不揮発物：0.0040% 以下
- 取扱注意**
- 1. 危険物第四類第一石油類 危等 II
 - 2. 安衛法
 - 3. 火気厳禁 4. 保存方法：遮光

危険・有害性シンボルマーク (GHS 表示)

C₄H₈O=72.11

Toluene,(Sp)

Toluene
〔CAS No. 108-88-3〕同仁品コード：SP21
500 ml ￥4,800 346-02755

- 規格**
- (1) 性状：無色液体
 - (2) 純度 (GC)：99.0% 以上
 - (3) 紫外吸収スペクトル：試験適合
 - (4) 水分：0.050% 以下
 - (5) 不揮発物：0.0010% 以下
- 取扱注意**
- 1. 危険物第四類第一石油類 危等 II
 - 2. 安衛法 3. 化審法 4. 医薬用外劇物
 - 5. 火気厳禁 6. PRTR 法：第 1 種指定化学物質

危険・有害性シンボルマーク (GHS 表示)

C₇H₈=92.14

細胞
増殖/毒性
酸化
ストレス
分子
生物学
細胞内
蛍光プローブ
細胞
染色
細菌研究用
試薬
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
水質
分析用
溶媒
抽出
高純度
溶媒
その他
機能的
有機材料

細胞
増殖/毒性
酸化
ストレス
分子
生物学
細胞内
蛍光プローブ
細胞
染色
細菌研究用
試薬
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
水質
分析用
溶媒
抽出
高純度
溶媒
その他
機能性
有機材料

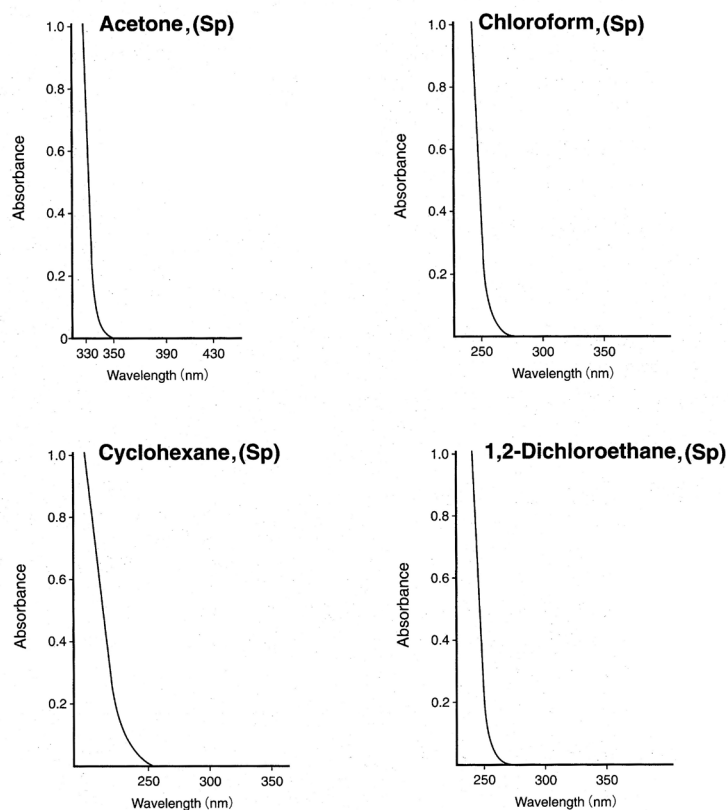


図 スペクトロゾールの吸収スペクトルチャート

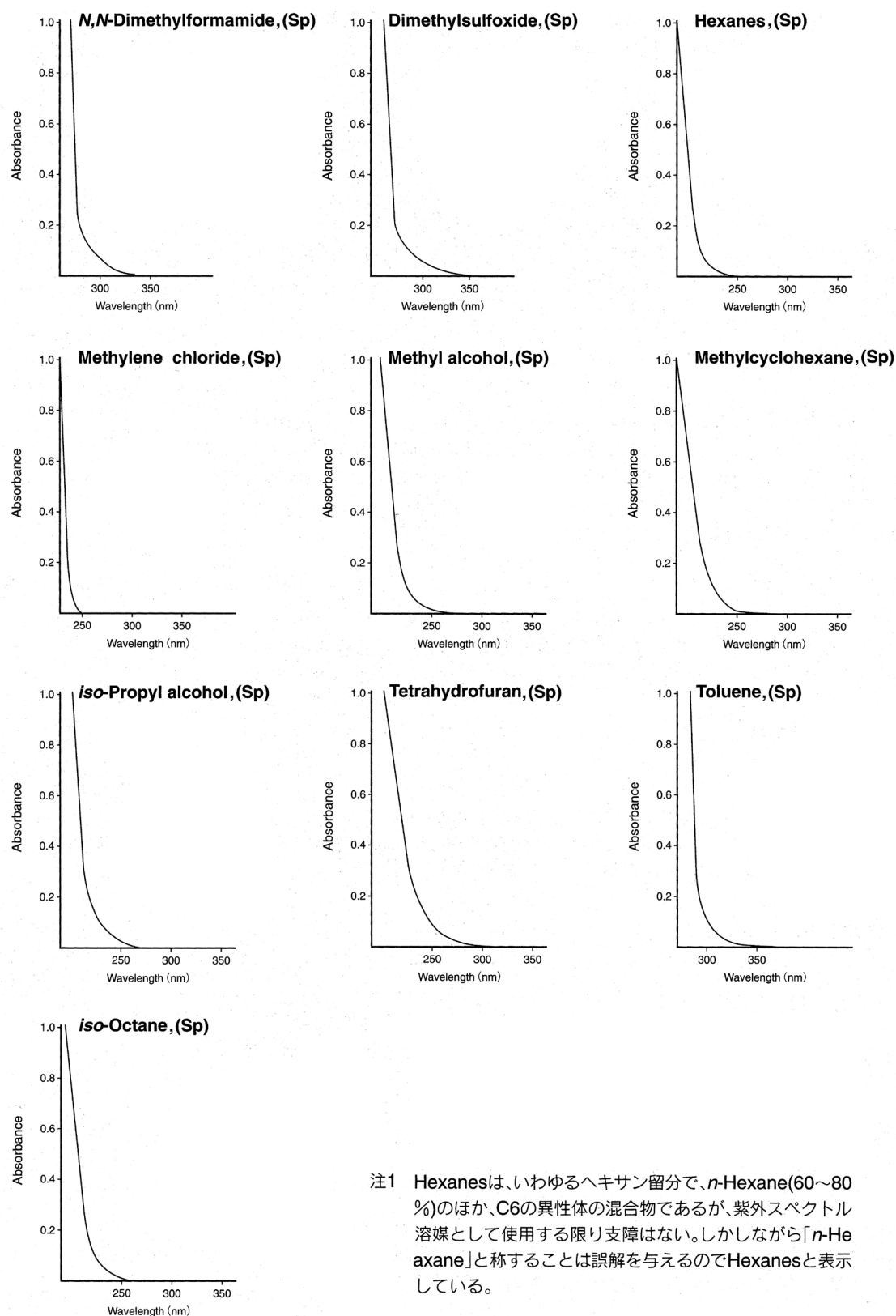


図 スペクトロゾールの吸収スペクトルチャート

18-2 ルミナゾール[®]

性質 蛍光スペクトルを分析化学に利用する蛍光光度定量法は、一般に吸光光度法に比べて、10～100倍程度感度がよいことと、選択性がすぐれている点から、ますます盛んに実用されるようになった。しかも、金属のみならず有機物にも応用できる点と、蛍光分光光度計の普及に伴い急速に盛んになりつつある。蛍光光度法で、高感度定量を達成する為には、蛍光ブランクの低い溶媒を用いることが不可欠である。ルミナゾールは、このような要望に応える為に開発された無蛍光溶媒である。

無蛍光溶媒は蛍光不純物をできるだけ除いた溶媒である。なお、本溶媒は、吸収スペクトル用溶媒スペクトロゾールとしても使用できる。

使用上の注意

- 1) 蛍光は極微量の異物の混入によって著しく変化します。例えば、本ルミナゾールを普通の有機溶媒のようにポリ栓で封入すれば、2～3日で使用に耐えなくなります。従って、ルミナゾールはテフロンパッキングを用い特殊な封入になっていますから、使用後、再封入の際は十分注意して元のようにかたくしめて下さい。
- 2) 洗剤、手垢などが付着するとすぐ使用に耐えなくなります。手でふれたピペットを差しこんだりしないよう注意し、清潔な手袋などを着用の上取扱って下さい。

最新の情報は web へ [同仁化学 ルミナゾール](#) で検索

Acetonitrile, (Lu)

Acetonitrile

[CAS No. 75-05-8]

同仁品コード：LU01

250 ml ￥7,200 344-04951

規格

- (1) 性状：無色液体
- (2) 純度 (GC)：99.0% 以上
- (3) 水溶状：試験適合
- (4) 紫外吸収スペクトル：試験適合
- (5) 蛍光不純物 (硫酸キニーネ換算)：0.50 ppb 以下
- (6) 水分：0.10% 以下
- (7) 不揮発物：0.010% 以下

取扱注意

1. 危険物第四類第一石油類 危等 II
2. 安衛法 3. 医薬用外劇物 4. 火気厳禁
5. PRTR 法：第 1 種指定化学物質

危険・有害性シンボルマーク (GHS 表示)



C₂H₃N=41.05

Cyclohexane, (Lu)

Cyclohexane

[CAS No. 110-82-7]

同仁品コード：LU06

250 ml ￥6,400 346-00871

規格

- (1) 性状：無色液体
- (2) 純度 (GC)：99.0% 以上
- (3) 紫外吸収スペクトル：試験適合
- (4) 蛍光不純物 (硫酸キニーネ換算)：0.50 ppb 以下
- (5) 水分：0.050% 以下
- (6) 不揮発物：0.0020% 以下

取扱注意

1. 危険物第四類第一石油類 危等 II
2. 安衛法 3. 火気厳禁

危険・有害性シンボルマーク (GHS 表示)



C₆H₁₂=84.16

N,N-Dimethylformamide, (Lu)

N,N-Dimethylformamide

[CAS No. 68-12-2]

同仁品コード：LU07

250 ml ￥12,200 349-00981

規格

- (1) 性状：無色液体
- (2) 純度 (GC)：99.0% 以上
- (3) 水溶状：試験適合
- (4) 紫外吸収スペクトル：試験適合
- (5) 蛍光不純物 (硫酸キニーネ換算)：2.0 ppb 以下
- (6) 水分：0.20% 以下
- (7) 不揮発物：0.010% 以下

取扱注意

1. 危険物第四類第二石油類 危等 III
2. 安衛法, 化審法 3. 火気厳禁
4. PRTR 法：第 1 種指定化学物質

危険・有害性シンボルマーク (GHS 表示)



C₃H₇NO=73.09

Dimethylsulfoxide,(Lu)

Dimethylsulfoxide
〔CAS No. 67-68-5〕同仁品コード：LU08
250 ml ￥18,400 344-03611

規格

- (1) 性状：無色液体
- (2) 純度 (GC)：99.0% 以上
- (3) 水溶状：試験適合
- (4) 紫外吸収スペクトル：試験適合
- (5) 蛍光不純物 (硫酸キニーネ換算)：2.0 ppb 以下
- (6) 水分：0.40% 以下

取扱注意

1. 危険物第四類第三石油類 危等Ⅲ
2. 火気厳禁

危険・有害性シンボルマーク (GHS 表示)

感嘆符

 $C_2H_6OS=78.13$

Methyl alcohol,(Lu)

Methyl alcohol
〔CAS No. 67-56-1〕同仁品コード：LU12
250 ml ￥6,600 344-01651

規格

- (1) 性状：無色液体
- (2) 純度 (GC)：99.0% 以上
- (3) 水溶状：試験適合
- (4) 紫外吸収スペクトル：試験適合
- (5) 蛍光不純物 (硫酸キニーネ換算)：0.50 ppb 以下
- (6) 水分：0.10% 以下
- (7) 不揮発物：0.0005% 以下

取扱注意

1. 危険物第四類アルコール類 危等Ⅱ
2. 安衛法 3. 医薬用外劇物 4. 火気厳禁

危険・有害性シンボルマーク (GHS 表示)

炎



感嘆符



健康有害性

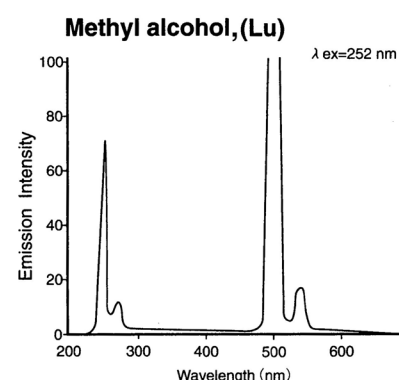
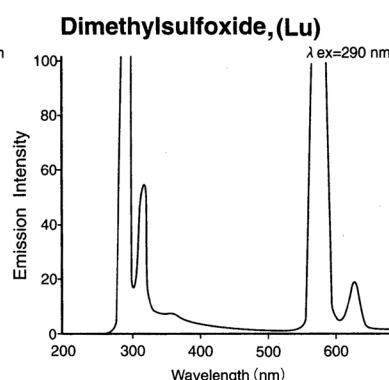
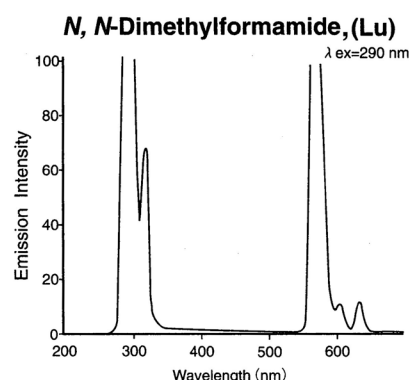
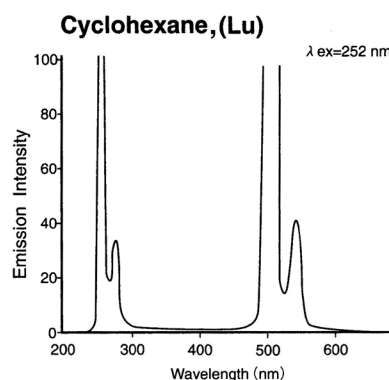
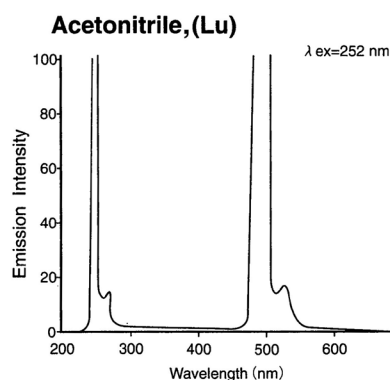
 $CH_4O=32.04$ 

図 ルミナゾールの蛍光スペクトルチャート

細胞
増殖/毒性
酸化
ストレス
分子
生物学
細胞内
蛍光プローブ
細胞
染色
細菌研究用
試薬
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
水質
分析用
溶媒
抽出
高純度
溶媒
その他
機能性
有機材料

18-3 油脂酸価・過酸化物価測定用

Diethyl ether,(AV.POV)

Diethyl ether
〔CAS No. 60-29-7〕同仁品コード：AV01
500 ml ￥4,600 348-03935

- 規格**
- (1) 性状：無色液体
 - (2) 純度 (GC)：99.0% 以上
 - (3) 酸価：0.005 mg/g 以下
 - (4) 過酸化物価：0.005 meq/kg 以下
- 取扱注意**
- 1. 危険物第四類特殊引火物 危等 I
 - 2. 安衛法 3. 火気厳禁

危険・有害性シンボルマーク (GHS 表示)



性質 食品衛生法 (厚生省告示第 17 号、昭和 52 年 2 月 18 日) によればインスタント食品に添加された油脂の酸価は 3、過酸化物価は 30 meq/Kg をこえてはならない事に定

められている。本品はブランク値が出来るだけ低くなる様に精製し酸化防止剤を添加した溶媒である。Diethyl ether, (AV.POV) を用いて実施した測定値を表に示す。

表 Diethyl ether, (AV.POV) と蒸留直後エーテルによる測定値の比較

試料		酸 価		過酸化物価	
		Diethyl ether, (AV.POV)	蒸留直後エーテル	Diethyl ether, (AV.POV)	蒸留直後エーテル
インスタントラーメン	室温放置	0.3	0.3	4.7	5.5
	高温、直射日光下放置	0.4	0.5	10.0	10.5
ポテトチップス	室温放置	0.6	—	8.0	—
	高温、直射日光下放置	0.8	0.8	65.6	64.5

最新の情報は web へ [同仁化学 AV01](#) で検索

18-4 アクナゾール

性質 アクナゾールは無水あるいは極めて低含水量の溶媒群で、有機合成のほか、広い分野での応用が期待される。応用範囲：グリニャール反応、ウルツ反応など。

使用上の注意

密栓して保存してください。不用意に開封したり、密栓が不完全な場合は保存中吸湿するので注意してください。(なお、アクナゾールをルミナゾールとして用いることは適当ではありません。)

Diethyl ether,(Aq)

Diethyl ether
〔CAS No. 60-29-7〕同仁品コード：AQ01
500 ml ￥7,800 344-01195

- 規格**
- (1) 性状：無色液体
 - (2) 純度 (GC)：99.0% 以上
 - (3) 水分：0.010% 以下
 - (4) 不揮発物：0.001% 以下
 - (5) 過酸化物 (過酸化水素として)：0.005w/v% 以下
- 取扱注意**
- 1. 危険物第四類特殊引火物 危等 I
 - 2. 安衛法 3. 火気厳禁

危険・有害性シンボルマーク (GHS 表示)



Methyl alcohol,(Aq)

Methanol
〔CAS No. 67-56-1〕同仁品コード：AQ02
500 ml ￥3,000 343-01665

- 規格**
- (1) 性状：無色液体
 - (2) 純度 (GC)：99.0% 以上
 - (3) 水溶状：試験適合
 - (4) 紫外吸収スペクトル：試験適合
 - (5) 水分：0.050% 以下
 - (6) 不揮発物：0.0005% 以下
- 取扱注意**
- 1. 危険物第四類アルコール類 危等 II
 - 2. 安衛法 3. 医薬用外劇物 4. 火気厳禁

危険・有害性シンボルマーク (GHS 表示)

最新の情報は web へ [同仁化学 アクナゾール](#) で検索

18-5 合成用脱水溶媒

Acetonitrile

Acetonitrile

〔CAS No. 75-05-8〕

 同仁品コード：NX27
 100 ml ￥5,400 347-06641

- 規格** (1) 性状：無色液体
(2) 水分：0.0030% 以下
- 取扱注意** 1. 危険物第四類第一石油類 危等 II
2. 安衛法 3. 医薬用外劇物 4. 火気厳禁
5. 吸湿注意 6. PRTR 法：第 1 種指定化学物質

危険・有害性シンボルマーク (GHS 表示)

 $C_2H_3N=41.05$

Dioxane

1,4-Dioxane

〔CAS No. 123-91-1〕

 同仁品コード：NX28
 100 ml ￥5,400 344-06651
 500 ml ￥14,800 346-06655

- 規格** (1) 性状：無色液体
(2) 水分：0.0030% 以下
- 取扱注意** 1. 危険物第四類第一石油類 危等 II 2. 安衛法
3. 特定化学物質 4. 化審法 5. 火気厳禁
6. 吸湿注意 7. PRTR 法：第 1 種指定化学物質

危険・有害性シンボルマーク (GHS 表示)

 $C_4H_8O_2=88.11$

Tetrahydrofuran

Tetrahydrofuran

〔CAS No. 109-99-9〕

 同仁品コード：NX30
 100 ml ￥7,200 348-06671
 500 ml ￥20,200 340-06675

- 規格** (1) 性状：無色液体
(2) 水分：0.0030% 以下
- 取扱注意** 1. 危険物第四類第一石油類 危等 II
2. 安衛法 3. 火気厳禁
4. 保存方法：遮光 5. 吸湿注意

危険・有害性シンボルマーク (GHS 表示)

 $C_4H_8O=72.11$
[最新の情報は web へ](#) [同仁化学 合成用脱水溶媒](#) [で検索](#)

 細胞
増殖/毒性
酸化
ストレス
分子
生物学
細胞内
蛍光プローブ
細胞
染色
細菌研究用
試薬
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
水質
分析用
溶媒
抽出
高純度
溶媒
その他
機能性
有機材料