

1.00801.0001

Label Set**Adhesive labels 80 x 110 mm
for self labelling****Contents:**

20 adhesive labels 80 x 110 mm

168 adhesive pictograms

40 adhesive signal words

Package insert with H, P and EUH statements

The labels and pictograms of this package offer you the option to label your own individual mixtures and preparations in analogy with the GHS regulations:

The upper white field of the basic label provides a space for the designation of the contents. The two following lines serve the purpose of clearly stating the ingredients with a hazard potential and of listing all the components. The four pictogram fields can be used to affix the rhomboid pictograms included with the package. The pictograms must be affixed standing on one corner.

The signal words "Caution" and "Danger" point out the severity of the respective hazard. The signal word "Danger" is for use in connection with serious hazard categories, while the word "Caution" is used for less serious hazard categories. Please use the enclosed self-adhesive signal word labels for the empty field in the red box in the lower left space of the basic label. In the case that local regulations require other signal words in the respective language, these can be entered directly in this field. A selection of the official wordings in different languages is also enclosed.

The lower right space is used for the entry of further details as per the CLP guidelines and DIN EN ISO.

The enclosed leaflet contains the currently valid hazard statements, supplemental hazard information, precautionary statements (H, EUH, P) with the corresponding codes.

For questions, please contact us via <https://www.sigmaaldrich.com/customer-support>.

Specimen completed and affixed label:

MOBILE PHASE A			
Enthält: / Contains: Acetonitrile (60%), Water (40%)			
TFA (0.1%)			
			
Gefahr / Danger Peligro	Hergestellt am / Prepared on 2021/03/22	mindest. verwend. bis / min. shelf life 2021/03/26	
A. Schneider, LabQC1, Tel. 1234			
Hergestellt von / Prepared by			

Signal words

BG	FR	NL
Опасно	Danger	Gevaar
Внимание	Attention	Waarschuwing
ES	GA	PL
Peligro	Contúirt	Niebezpieczeństwo
Atención	Rabhadh	Uwaga
CS	HR	PT
Nebezpečí	Opasnost	Perigo
Varování	Upozorenie	Atenção
DA	IT	RO
Fare	Pericolo	Pericol
Advarsel	Attenzione	Atenție
DE	LV	SK
Gefahr	Bistami	Nebezpečenstvo
Achtung	Uzmanību	Pozor
ET	LT	SL
Ettevaatus	Pavojinga	Nevarno
Hoiatus	Atsargiai	Pozor
EL	HU	FI
Κίνδυνος	Veszély	Vaara
Προσοχή	Figyelem	Varoitus
EN	MT	SV
Danger	Periklu	Fara
Warning	Twissija	Varning

We would like to point out that you are fully responsible for complying with existing laws and regulations. The above / following information does not release you from your sole responsibility to classify, label and pack your preparations and mixtures according to the specifications of the CLP/EU-GHS (Global Harmonized System) directive. By supplying this information we neither assume liability for the accuracy of such information nor for the accuracy or legal conformity of the classification, labeling or packaging.

Version August 2025

The life science business of Merck KGaA, Darmstadt, Germany operates as MilliporeSigma in the U.S. and Canada.

© 2025 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved. Merck, Supelco, and Sigma-Aldrich are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany. All other trademarks are the property of their respective owners. Detailed information on trademarks is available via publicly available resources.

Merck Life Science KGaA, 64271 Darmstadt, Germany,
Tel. +49(0)6151 72-2440

1.00801.0001

Etiketten-Set

Haftetiketten 80 x 110 mm

zum Selbstbeschriften

Inhalt:

20 Haftetiketten 80 x 110 mm

168 aufklebbare Piktogramme

40 aufklebbare Signalwörter

Packungsbeilage mit H-, P- und EUH-Sätzen

Die Etiketten und Piktogramme dieser Packung bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre individuellen Gemische und Ansätze analog der GHS-Vorgaben zu kennzeichnen:

Im oberen weiß unterlegten Feld des Basis-Etiketts ist Platz für die Bezeichnung des Inhalts. Die beiden folgenden Zeilen dienen der eindeutigen Angabe der Gefahrenauslöser sowie der Listung der Komponenten. Die vier Piktogramm-Felder dienen zum Bekleben mit den in dieser Packung enthaltenen rautenförmigen Piktogrammen. Die Piktogramme müssen auf der Ecke stehend geklebt werden.

Durch die Signalwörter „Achtung“ oder „Gefahr“ wird auf das Ausmaß der Gefahr hingewiesen. Das Signalwort „Gefahr“ steht für schwerwiegende Gefahrenkategorien, „Achtung“ weist auf weniger schwerwiegende Gefahrenkategorien hin. Bitte verwenden Sie die beiliegenden selbstklebenden Signalwort-Etiketten für das rot umrandete Leerfeld im linken unteren Bereich des Basis-Etiketts. Werden davon abweichende Signalwörter in Landessprache gefordert, können diese direkt in das benannte Feld eingetragen werden. Eine Sprachauswahl der offiziellen Wortlaute finden Sie anbei.

Der rechte untere Bereich steht für weitere Eintragungen gemäß CLP-Richtlinien und DIN EN ISO zur Verfügung.

Im beiliegenden Heft finden Sie die bei der Drucklegung aktuellen Gefahrenhinweise, ergänzende Gefahrenmerkmale und Sicherheitshinweise (H, EUH, P) mit den zugehörigen Codierungen.

Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte über <https://www.sigmaaldrich.com/customer-support>.

Muster eines ausgefüllten und beklebten Etiketts:

MOBILE PHASE A			
Enthält: / Contains: Acetonitrile (60%), Water (40%)			
TFA (0.1%)			
			
Gefahr / Danger Peligro		2021/03/22 2021/03/26 A. Schneider, Labo C1, Tel. 1234	

Signalwörter

BG	FR	NL
Опасно	Danger	Gevaar
Внимание	Attention	Waarschuwing
ES	GA	PL
Peligro	Contúirt	Niebezpieczeństwo
Atención	Rabhadh	Uwaga
CS	HR	PT
Nebezpečí	Opasnost	Perigo
Varování	Upozoreňje	Atenção
RO	IT	SK
Fare	Pericolo	Pericol
Advarsel	Attenzione	Atenție
DE	LV	SK
Gefahr	Bistami	Niebezpečnostvo
Achtung	Uzmanību	Pozor
ET	LT	SL
Ettevaatus	Pavojinga	Nevarno
Hoiatus	Atsargiai	Pozor
EL	HU	FI
Κίνδυνος	Veszély	Vaara
Προσοχή	Figyelem	Varoitus
EN	MT	SV
Danger	Periklu	Fara
Warning	Twissija	Varning

Wir weisen darauf hin, dass Sie selbst für die Einhaltung bestehender Gesetze und Verordnungen verantwortlich sind. Die vorstehenden (folgenden) Informationen entlasten Sie nicht von Ihrer alleinigen Verantwortung, Ihre Ansätze und Gemische entsprechend den Vorgaben der CLP-/EU-GHS-Verordnung einzustufen, zu kennzeichnen und zu verpacken. Durch die Bereitstellung dieser Informationen übernehmen wir weder eine Haftung für die Richtigkeit derselben noch für die Richtigkeit bzw. Rechtskonformität der Einstufung, Kennzeichnung oder Verpackung.

Version August 2025

Der Unternehmensbereich Life Science von Merck tritt in den USA und in Kanada als MilliporeSigma auf.

© 2025 Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland und/oder Tochterunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Merck, Supelco und Sigma-Aldrich sind Marken der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Ausführliche Informationen zu Markennamen sind über öffentlich zugängliche Informationsquellen erhältlich.

Merck Life Science KGaA, 64271 Darmstadt, Germany,
Tel. +49(0)6151 72-2440

1.00801.0001

Lot d'étiquettes

Étiquettes adhésives 80 x 110 mm

pour l'étiquetage

Contenu :

20 étiquettes adhésives 80 x 110 mm

168 étiquettes pictogrammes

40 étiquettes mentions d'avertissement

Mode d'emploi phrases H, P, et EUH

Les étiquettes et les pictogrammes de cet emballage vous offrent les possibilités à caractériser vos mélanges et préparations individuels comme pour les stipulations GHS :

La zone supérieure sur fond blanc de l'étiquette de base offre la place pour désigner le contenu. Les deux lignes suivantes servent à indiquer clairement les déclencheurs de danger ainsi qu'à dresser la liste des composants. Les quatre zones réservées aux pictogrammes servent à coller les pictogrammes en forme de losange contenus dans cet emballage. Les pictogrammes doivent être collés verticalement sur la pointe.

Le degré de danger est signalé par les mentions d'avertissement « Attention » ou « Danger ». La mention « Danger » signale des catégories de danger graves, la mention « Attention » des catégories de danger moins graves. Merci d'apposer l'étiquette autoadhésive ci-jointe portant le mot indicateur dans l'espace libre entouré de rouge en bas à gauche de l'étiquette de base. Si les mots indicateurs à utiliser doivent être dans la langue du pays, ceux-ci peuvent être inscrits directement dans l'espace évoqué ci-dessus. Vous trouverez ci-joint une liste des mots indicateurs officiels dans différentes langues.

La zone inférieure droite est réservée à d'autres inscriptions conformément aux directives CLP et DIN EN ISO.

Vous trouverez dans la notice ci-jointe les mentions de danger, caractéristiques de danger et consignes de sécurité (H, EUH, P) en vigueur à la date d'impression, avec les codes correspondants.

Pour toute question, veuillez nous contacter via <https://www.sigmaaldrich.com/customer-support>.

Modèle d'une étiquette remplie et collée :

Mentions d'avertissement

BG	FR	NL
Опасно	Danger	Gevaar
Внимание	Attention	Waarschuwing
ES	GA	PL
Peligro	Contúirt	Niebezpieczeństwo
Atención	Rabhadh	Uwaga
CS	HR	PT
Nebezpečí	Opasnost	Perigo
Varování	Upozorenje	Atenção
DA	IT	RO
Fare	Pericolo	Pericol
Advarsel	Attenzione	Atenție
DE	LV	SK
Gefahr	Bistami	Nebezpečnost
Achtung	Uzmanību	Pozor
ET	LT	SL
Ettevaatus	Pavojinga	Nevarno
Hoiatus	Atsargiai	Pozor
EL	HU	FI
Κίνδυνος	Veszély	Vaara
Προσοχή	Figyelem	Varoitus
EN	MT	SV
Danger	Periklu	Fara
Warning	Twissija	Varning

Nous signalons que vous êtes responsables vous-mêmes du respect des lois et règlements existants. Les informations précédentes (suivantes) ne vous dégagent pas de votre responsabilité exclusive de classer, marquer et emballer vos préparations et mélanges conformément aux stipulations du décret CLP-/EU-GHS. Par la mise à disposition de ces informations, nous n'assumons aucune responsabilité pour l'exactitude de celles-ci ni pour l'exactitude ou la conformité juridique du classement, marquage ou emballage.

Aux États-Unis et au Canada, l'activité Life Science de Merck opère sous le nom de MilliporeSigma.

© 2025 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. Merck, Supelco et Sigma-Aldrich sont des marques de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne. Toutes les autres marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Des informations détaillées sur les marques sont disponibles via des ressources accessibles au public.

Version Août 2025

Merck Life Science KGaA, 64271 Darmstadt, Germany,
Tel. +49(0)6151 72-2440

1.00801.0001

Juego de etiquetas

Etiquetas adhesivas 80 x 110 mm

para rotulación propia

Contenido:

20 etiquetas adhesivas 80 x 110 mm

168 etiquetas adhesivas de pictogramas

40 etiquetas adhesivas de palabras de advertencia

Hoja adjunta al envase con frases H, P y EUH

Las etiquetas y los pictogramas de este envase le ofrecen la posibilidad de seguir identificando sus mezclas y preparaciones individuales de forma análoga a lo prefijado por el GHS:

En la zona superior de fondo blanco en la etiqueta base se proporciona un espacio para la denominación del contenido. Las dos líneas siguientes están previstas para indicar de forma inequívoca los causantes de peligro, así como para alistar los componentes. Las cuatro zonas de pictograma están previstas para pegar en ellas los pictogramas de forma romboidal contenidos en este envase. Los pictogramas han de ser pegados de tal forma que su base sea su esquina de abajo.

A través de las palabras de advertencia "Atención" o "Peligro" se hace referencia a la importancia del peligro. La palabra de advertencia "Peligro" señala categorías de peligro graves, mientras que "Atención" indica categorías de peligro menos graves. Por favor, utilice las etiquetas de palabra de advertencia autoadhesivas adjuntas para el campo vacío de marco rojo en el área inferior izquierda de la etiqueta base. Si se exigen otras palabras de advertencia en el idioma del correspondiente país, éstas podrán ser introducidas directamente en el campo mencionado. Adjuntamente encontrará una selección lingüística de los textos oficiales.

La zona inferior derecha está disponible para realizar otras indicaciones de acuerdo con las directivas CLP y la DIN EN ISO.

En el cuaderno adjunto encontrará las advertencias de peligro actuales en el momento de impresión, características suplementarias de peligro y advertencias de seguridad (H, EUH, P) con las correspondientes codificaciones.

Para preguntas, contáctenos a través de <https://www.sigmaaldrich.com/customer-support>.

Modelo de una etiqueta rellena y con elementos pegados:

MOBILE PHASE A

Enthält: /
Contains: **Acetonitrile (60%), Water (40%)**
TFA (0.1%)

2021/03/22 **2021/03/26**

A. Schneider, LabOCA, Tel. 1234

Gefahr / Danger
Peligro

Palabras de advertencia

BG	FR	NL
Опасно	Danger	Gevaar
Внимание	Attention	Waarschuwing
ES	GA	PL
Peligro	Contúirt	Niebezpieczeństwo
Atención	Rabhadh	Uwaga
CS	HR	PT
Nebezpečí	Opasnost	Perigo
Varování	Upozoreenje	Atenção
DA	IT	RO
Fare	Pericolo	Pericol
Advarsel	Attenzione	Atenție
DE	LV	SK
Gefahr	Bistami	Nebezpečnostvo
Achtung	Uzmanību	Pozor
ET	LT	SL
Ettevaatus	Pavojinga	Nevarno
Hoiatus	Atsargiai	Pozor
EL	HU	FI
Κίνδυνος	Veszély	Vaara
Προσοχή	Figyelem	Varoitus
EN	MT	SV
Danger	Periklu	Fara
Warning	Twissija	Varning

Hacemos referencia a que usted mismo es responsable del cumplimiento de las leyes y los reglamentos vigentes. La información antecedente (siguiente) no exime a usted de su responsabilidad exclusiva de clasificar, etiquetar y embalar sus preparaciones y mezclas de acuerdo con lo prefijado en el reglamento CLP / EU GHS. Al proporcionar esta información, nosotros no asumimos responsabilidad alguna ni respecto a la exactitud de ésta, ni respecto a la exactitud o conformidad jurídica de la clasificación, el etiquetado o el embalaje.

Versión Agosto 2025

La división Life Science de Merck opera como MilliporeSigma en los Estados Unidos y en Canadá.

© 2025 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Merck, Supelco y Sigma-Aldrich son marcas comerciales de Merck KGaA, Darmstadt, Alemania. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. Tiene a su disposición información detallada sobre las marcas comerciales a través de recursos accesibles al público.

Merck Life Science KGaA, 64271 Darmstadt, Germany,
Tel. +49(0)6151 72-2440