

Často kladené otázky Merck spol. s r.o.

Upozornenie

Tento dokument obsahuje informácie súvisiace s Nariadením (ES) č. 1907/2006 a č.1272/2008 a ďalšie často žiadané informácie o procesoch a postupoch týkajúcich sa zákazníkov spoločnosti Merck.

Tento dokument bol vypracovaný v dobrej viere pomôcť našim zakazíkom pri orientácii v základných pravidlách a procesoch avšak nemožno ho považovať za právnu radu. Rovnako spoločnosť Merck spol. s r.o. nemôže preberať povinnosti vyplývajúce z týchto predpisov a nariadení pre zákazníka na seba.

Dokument bude aktualizovaný podľa interných možností spoločnosti Merck spol. s r.o. a nemusí zohľadňovať aktuálny právny a informačný status. Spoločnosť Merck neakceptuje žiadne právne nároky vyplývajúce z doleuvedených informácií. Najaktuálnejšie informácie nájdete tiež na internetových stránkach ECHA.

Majú produkty spoločnosti Merck registračné čísla?

V závislosti od vyrobeného alebo dovezeného objemu a bezpečnostnej klasifikácie látok a zmesí bude registrácia vykonávaná v termínoch 2010, 2013 a 2018 a následne budú látkam a zmesiam pridelené registračné čísla. Niektoré látky vzhľadom na ich tonáž alebo podstatu nemusia mať vôbec registračné čísla. Ak niektoré produkty nemajú registračné čísla, môže to byť spôsobené aj faktom, že spoločnosť Merck ich zatiaľ neobdržala od svojich dodávateľov. Hneď ako spoločnosť Merck obdrží registračné čísla, buď z vlastných registračných procesov alebo od svojich dodávateľov, poskytne ich svojim zákazníkom pri najbližšej aktualizácii svojich KBÚ.

Plánuje spoločnosť Merck nejaké zmeny v ponuke vzhľadom na REACH?

Spoločnosť Merck v tejto súvislosti neplánuje ani neočakáva žiadne zmeny vo svojom portfóliu. Svojim prístupom a aktuálnym stavom a prípravou na ďalšie fázy registrácie spoločnosť Merck predchádza akýmkoľvek prerušeniam dodávok svojich výrobkov.

Na koho sa môžeme obrátiť s požiadavkou na aktuálne informácie ohľadne legislatívy REACH?

K dispozícii sú Vám všetci pracovníci našej spoločnosti. Rovnako môžete Vaše otázky posilať na mailovú adresu REACH@merckgroup.com alebo navštíviť našu webovú stránku www.merckmillipore/regulatory-support.

Má spoločnosť Merck zoznam čísel z predregistrácie?

ECHA uverejňuje zoznam všetkých predregistrovaných látok na svojich webových stránkach a to názov látky, EINECS a CAS číslo. Predregistračné čísla nie sú uverejňované na stránkach ECHA a kontrola týchto čísel tak nie je možná. Vzhľadom na uvedené spoločnosť Merck neposkytuje tieto čísla.

Kde je možné získať informácie o SVHC zozname, KBÚ a použitíach?

Informácie o SVHC zozname sú voľne dostupné na webových stránkach ECHA, prípadne ich môžete dostať na mailovej adrese REACH@merckgroup.com.

Informácie a aktuálne KBÚ sú voľne dostupné na našej webovej stránke www.merckmillipore.sk.

Informácie o registrovaných použitíach rovnako nájdete voľne dostupné na našej webovej stránke www.merckmillipore.sk.

Informácie o rozšírených KBÚ a expozičných scenároch môžete žiadať na mailovej adrese REACH@merckgroup.com.

Čo je CPL?

CLP znamená Nariadenie č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí. Týmto nariadením sa menia, dopĺňajú a rušia smernice 67/548/EHS a 1999/45/ES. Týmto nariadením sa tiež mení a dopĺňa Nariadenie č. 1907/2006.

Riadi sa spoločnosť Merck nariadením CLP?

Spoločnosť Merck plní náležitosti vyplývajúce z platnej chemickej legislatívy podľa aktuálneho stavu tejto legislatívy. O prijatých opatreniach informuje svojich zákazníkov alebo sprístupňuje tieto informácie na svojich webových stránkach vzhľadom na aktuálne technické možnosti.

Je CLP momentálne jedinou platnou normou?

Nie. Aktuálne sú v platnosti aj smernice 67/548/EHS a 1999/45/ES, tieto však budú v platnosti do 1. júna 2015.

Čo je GHS?

Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemikálií. Jeho cieľom je jednotné uvádzanie všetkých relevantných informácií o nebezpečných chemikáliách. Rovnako má za cieľ aj uľahčenie obchodovania s týmito látkami bez potreby reklasifikácie a zmeny označovania.

Berie do úvahy tento systém spoločnosť Merck?

Áno.

Sú náklady spojené s dopravou súčasťou celkovej ceny objednávky?

Áno, dopravné náklady a balné je súčasťou konečnej ceny uvedenej v cenovej ponuke, ak z potvrdenia objednávky nevyplýva iné. Spoločnosť Merck si však vyhradzuje právo v prípade jednorázovej objednávky nižšej ako 50 € (bez DPH) účtovať manipulačný poplatok vo výške 10 € (bez DPH). Pri objednávkach zadanych cez internetový obchod sa manipulačný poplatok neúčtuje. Pri pozáručnom servise účtuje spoločnosť Merck okrem hodinovej sadzby aj dopravu na miesto určenia, pričom náhradné diely sa účtujú zvlášť.

Aká dlhá je doba dodania tovaru?

Pri väčšine produktov spoločnosti Merck je obvyklá doba dodania 3-5 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, vzhľadom na výrobné a skladové kapacity a vyššiu moc si spoločnosť Merck vyhradzuje právo dodaciu dobu meniť a zároveň zákazníka informuje o tejto zmene a predpokladanom termíne realizácie dodávky. V prípade, že spoločnosť Merck nie je výrobcou tovaru a dodáva ho na základe požiadavky zákazníka, tohto informuje o termíne dodávky po odsúhlasení termínu dodávateľom.

Aký je postup pri objednávke tovaru podliehajúceho špeciálnemu režimu?

Spoločnosť Merck disponuje všetkými potrebnými povoleniami a registráciami v súvislosti s ponúkaným portfóliom. Nemôže však nahrádzať povinnosti následného užívateľa vyplývajúce z platnej lokálnej alebo európskej legislatívy. Pri Vašej objednávke takéhoto tovaru Vám radi poradíme avšak nepreberáme žiadnu zodpovednosť za prípadné dôsledky nedodržania zákonných podmienok zo strany zákazníka.

Je v cene etanolu/liehu zahrnutá spotrebná daň?

Áno. V uvádzaných cenách týchto produktov je už zahrnutá spotrebná daň podľa aktuálnej sadzby, ak nie je so zákazníkom dohodnuté inak.

Môžeme kúpiť etanol/lieh od Vašej spoločnosti bez potreby registrácií a pod.?

Áno. Spoločnosť Merck spol. s r.o. disponuje všetkými potrebnými dokumentami a registráciami. Naša spoločnosť vystupuje vo vzťahu k colným orgánom ako subjekt uvádzajúci tieto produkty na daňové územie (podľa príslušných právnych noriem) a plní povinnosti z tohto vyplývajúce.

Ako je možné získať informácie o dodávke tovaru?

Všetky informácie týkajúce sa dodávky tovaru Vám poskytnú naši obchodní zástupcovia a pracovníci nášho centra pre zákazníkov. Kontaktné údaje môžete nájsť na našich internetových stránkach www.merckmillipore.sk. Rovnako tam môžete nájsť aj naše obchodné podmienky.

Môžeme Vašej spoločnosti zaslať prázdne obaly od Vašich produktov?

Spoločnosť Merck spol. s r.o. nie je podľa platnej legislatívy oprávnená na nakladanie s odpadmi, preto nie je možné, aby sme mohli zhromažďovať odpady od zákazníkov. Určite Vám však vieme poradiť na aké spoločnosti sa môžete obrátiť.