

平成 29 年 11 月 9 日

お客様 各位

株式会社同仁化学研究所  
マーケティング部 部長  
中久保 政



## Azomethine H に関するご連絡

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、ご愛顧頂いております Azomethine H に関しまして、構造が 2Na 塩ではなく 1Na 塩である事が判明致しました。それに伴い、CAS No.、化学名、構造式、分子式、分子量、規格項目が変更になります。下記に変更内容に関しましてご報告申し上げます。

なおこの度の変更は Azomethine H の表記の変更であり、製法・品質の変更ではございません。

従来通りの品質の製品ですので引き続きご使用頂きますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

### 記

#### <経緯>

これまで Azomethine H の構造は 2Na 塩と表記し、強熱残分規格も 36.0%以下としておりました。しかし、実際は強熱残分の測定結果から 1Na 塩の構造を示していることが判明し、原子吸光分析により 1Na 塩構造である事を確定致しました。それに伴い試験規格も強熱残分から、正確に 1Na 塩を測定するため原子吸光法へと変更させていただきます。

#### <対象製品名>

コード	メーカーコード	品名	容量
348-03871	A015	Azomethine H	5 g
346-03872	A015	Azomethine H	25 g

#### <変更内容>

CAS No.、化学名、構造式、分子式、分子量、規格項目を以下の通り変更いたします。

○CAS No.

新：5941-07-1

旧：32266-60-7

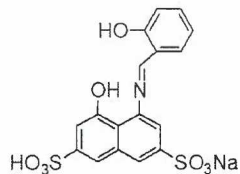
○化学名

新：8-Hydroxy-1-(salicylideneamino)-3,6-naphthalenedisulfonic acid, sodium salt

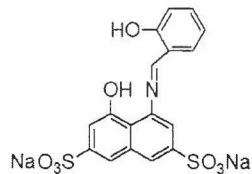
旧：8-Hydroxy-1-(salicylideneamino)-3,6-naphthalenedisulfonic acid, disodium salt

○構造式

新：



旧：



○分子式、分子量

新：C<sub>17</sub>H<sub>12</sub>NNaO<sub>8</sub>S<sub>2</sub> = 445.40

旧：C<sub>17</sub>H<sub>11</sub>NNa<sub>2</sub>O<sub>8</sub>S<sub>2</sub> = 467.38

○規格項目

新：ナトリウム含量 (4.0～6.0%)

旧：強熱残分 (36.0%以下)

<今後のご対応に関して>

ご購入頂きましたお客様に関しましては、使用有無に関わらず返品交換の対応をさせていただきます。

ご要望ございましたら下記までご連絡お願い致します。

連絡先：マーケティング本部カスタマーリレーション部

Free dial:0120-489-548      Free fax : 0120-021-557

以上