

2021 年 8 月吉日

お客様各位

アジレント・テクノロジー株式会社
診断・ゲノミクス部門

バイオアナライザキット付属文書完全電子化について

拝啓、平素より弊社製品をご愛顧いただき厚く御礼申し上げます。

この度、弊社ではバイオアナライザキットに付属しておりました試験成績書（**lot-specific declarations of conformity**）および安全データシート（**safety data sheets**）を完全電子化することになりました。それぞれの情報は **Web** サイトからダウンロードいただけます。今後も弊社では紙資源の使用量削減を目的とした活動を継続するとともに、天然資源の保護に取り組んで参ります。

データシート等のダウンロード方法については別紙でご説明いたします。
ご不明な点は、下記カスタムコンタクトセンタまでお問合せください。

アジレント・テクノロジー株式会社

カスタムコンタクトセンタ

フリーダイヤル：0120-477-111

E-mail: email_japan@agilent.com

電話・メール受付時間 土、日、祝祭日、5/1を除く

9：00～12：00、13：00～17：00

ご面倒をおかけいたしますが、今後とも弊社及び弊社製品をご愛顧くださいますようお願い申し上げます。

敬具

【 別紙 】

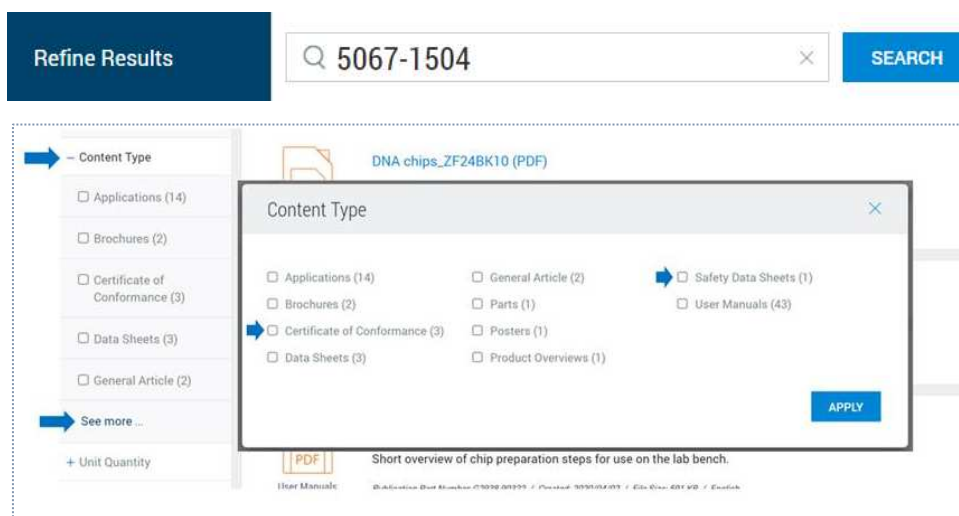
データシート等の検索およびダウンロード方法

① Agilent.com にアクセスしてください。 <https://www.agilent.com/>

② 右上の検索欄に製品のロット番号または製品の型番を入力し検索ボタンを押します。

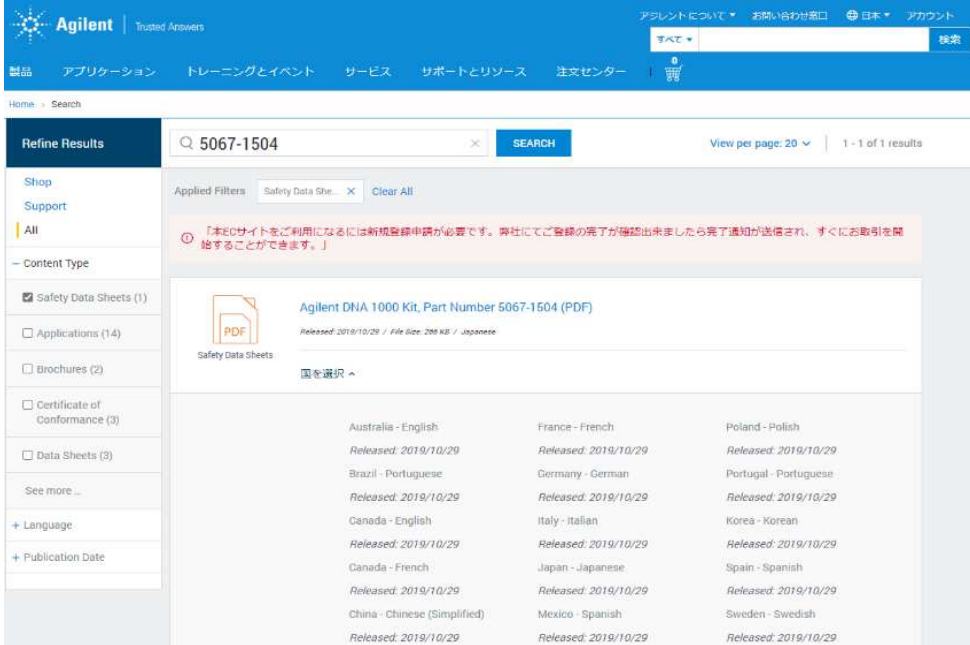


③ 検索が終了したら、画面左側 **Refine Results** の **Content type** の **See more...** で情報を絞り込みます。試験成績書の場合は “Certificate of Conformance”、安全データシートの場合は “Safety Data Sheets” を選択してください。



④ 下記は Agilent DNA 1000kit（型番5067-1504）の安全データシートの例です。

国を選択から Japan を選択しますと、日本語の安全データシートがご確認いただけます。



The screenshot shows the Agilent website search results for the part number 5067-1504. The search results page includes a search bar with the text '5067-1504' and a 'SEARCH' button. Below the search bar, there is a section for 'Applied Filters' with 'Safety Data She...' and a 'Clear All' button. A message in Japanese states: 「本ECサイトをご利用には新規登録が必要です。弊社にてご登録の完了が確認出来ましたら完了通知が送信され、すぐにお取引を開始することができます。」. The main content area displays a PDF icon and the title 'Agilent DNA 1000 Kit, Part Number 5067-1504 (PDF)'. Below this, there is a section for 'Safety Data Sheets' with a dropdown menu labeled '国を選択'. The dropdown menu is open, showing a list of countries and languages with their respective release dates (all released on 2019/10/29):

Australia - English	France - French	Poland - Polish
Brazil - Portuguese	Germany - German	Portugal - Portuguese
Canada - English	Italy - Italian	Korea - Korean
Canada - French	Japan - Japanese	Spain - Spanish
China - Chinese (Simplified)	Mexico - Spanish	Sweden - Swedish

G210416