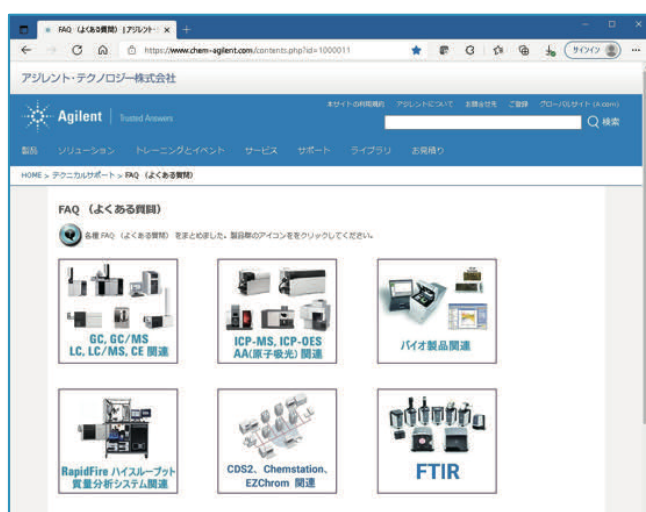


アジレント FAQ ご利用手続き

1: 下記 URL より FAQ ページにアクセス。

<https://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1000011>

2: 検索したい製品群アイコンをクリック。



3: 詳細項目を選択。

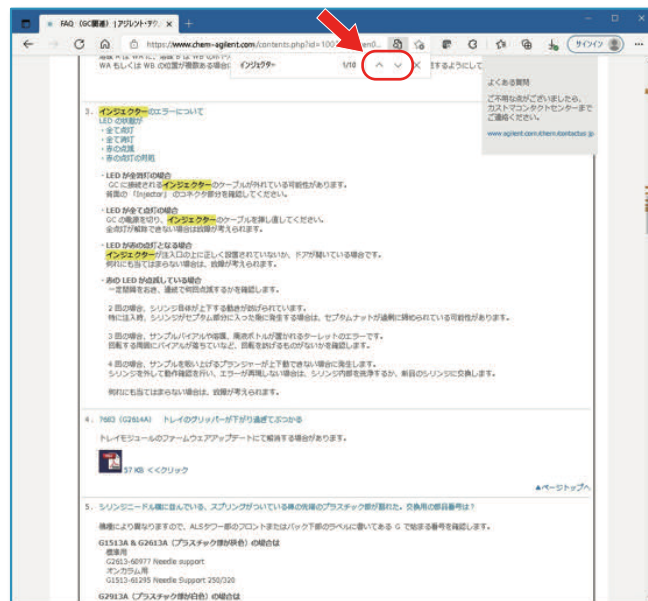


4: 一覧画面が表示されたら、Ctrl+Fを押すとページ内のキーワード入力欄が表示されます。

5: 検索欄にキーワードを入力。



6: キーワード入力欄のハVボタンで次候補を表示させて検索を行います。



本資料の記載内容は予告なく変更となる場合がございますので、予めご了承ください。
ご不明な点がございましたら弊社カスタムコンタクトセンタまでお問い合わせください。

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

Mail: email_japan@agilent.com

©Agilent Technologies, Inc. 2021

Printed: September 2021

QCS-D-21-876

DE44421.0939930556

