

講演スライド/関連資料のダウンロード手順

1. 登録いただき、アンケートにご回答ください。
2. コンテンツページに移動してください。
3. 以下の操作でダウンロード用pdfにアクセスしてください。

トップページ > 特別講演DAY 講演スライドダウンロード

本誌本誌情報特設セミナー2020講演スライドDL

ダウンロード用PDFが検索できます

本誌本誌情報特設セミナー2020講演スライドDL

コンテンツ

お気に入り

本誌本誌情報特設セミナー2020講演スライドDL

① タグをクリックしてダウンロード

WEBINAR

2020/05/09 09:00 - 2020/05/29 18:00

特別講演DAY 講演スライドダウンロード

3

0

① アイコンをクリック

© Agilent Technologies Japan, Ltd. 2020

エラー表示で申し込みが進めない場合の対処法

ビデオライブウェビナー申し込みの際に、4月開催の『水道水質環境分析セミナー2020』ウェビナー/ウェビナー『試薬と分析の最新的话题』などに参加申し込みいただいた方で起こりやすいエラー表示です。以下の2種類のエラー表示となる可能性があります。画面表示に合わせて、ログイン（サインイン）もしくはログアウトすることにより、申し込みを進めてください。

ケース1. 下記のようなエラーメッセージが出た場合には、矢印のボタンをクリックしてください。ログイン（サインイン）画面に移行します。お持ちのID/PWでログイン（サインイン）してから、申し込みください。



The screenshot shows the Agilent website interface for a webinar registration. At the top right, there is a 'ログイン' (Login) button. The main content area is divided into two columns. The left column contains the webinar details, including the title 'ビデオライブウェビナー「水道水質・環境分析セミナー2020」 「試薬と分析の最近の話題」 [A]' and a summary. The right column contains a registration form with a progress indicator at the top. The progress indicator consists of five numbered steps: 1. 利用規約 (Terms of Use), 2. セミナー (Seminar), 3. 個人情報 (Personal Information), 4. アンケート (Survey), and 5. 確認 (Confirmation). Step 3 is highlighted with a red circle, and a red arrow points to a button labeled '既に登録済みの方はこちら' (Click here if you are already registered). Below the progress indicator, there is a red error message box that says '入力内容に誤りがあります。修正してください。' (There is an error in the input content. Please correct it). The error message is specifically about the email address: 'メールアドレス' (Email address) and '入力されたメールアドレスは既に登録されています。別の値を入力してください。' (The entered email address is already registered. Please enter a different value). Below the error message, there are input fields for '氏名' (Name) and '氏名(カナ)' (Name in Kana).

ログイン（サインイン）画面でID/PWを入力



The screenshot shows the Agilent login page. At the top, there is the Agilent logo. Below the logo, the page title is 'サインイン' (Sign In). There is a link 'ログイン企業を切り替える' (Switch login company). Below that, there are input fields for 'メールアドレス' (Email address) and 'パスワード*' (Password*). There is a checkbox for 'ログインを維持' (Keep me logged in) and a link for 'パスワード紛失時' (Forgot password). At the bottom, there is a blue 'ログイン' (Login) button.

ケース2. 下記のようなエラーメッセージが出た場合には、ログアウトしてから、再アクセスしてみてください。

The screenshot shows the Agilent website interface for a webinar registration. The main content area on the left contains the webinar details, including the title "ビデオライブウェビナー「水道水質・環境分析セミナー2020」" and a summary. On the right, there is a registration progress bar with four steps: 1. セミナー, 2. 個人情報, 3. アンケート, and 4. 確認. Step 2 is currently selected. Below the progress bar, a red error message box states: "入力内容に誤りがあります。修正してください。" (There is an error in the input content. Please correct it.) Below this, there is a form for entering a "メールアドレス" (Email address), which shows a red "x" icon and a message: "入力されたメールアドレスは既に登録されています。別の値を入力してください。" (The entered email address is already registered. Please enter a different value.)

1. 右上のアイコンをクリックすると、プルダウンメニューが表示される。
2. ログアウトをクリックする
3. 再度、申し込み URL からアクセスする

This screenshot is similar to the previous one but includes red arrows and text annotations to guide the user through the logout process. An arrow labeled "1. クリックする" (Click) points to the user profile icon in the top right corner. A second arrow labeled "2. ログアウトする" (Logout) points to the "ログアウト" option in the dropdown menu that appears. A third arrow labeled "3. 申込URLから再アクセスする" (Re-access from the application URL) points to the registration progress bar. The registration progress bar shows step 3, "アンケート" (Survey), as the current step. Below the progress bar, a red message box asks: "1. 4月23・24日のウェビナーにご参加されましたか" (Did you participate in the webinar on April 23-24?). Below this, there are radio buttons for "参加した" (I participated) and "参加していない" (I did not participate). A section titled "2. 参加しなかった理由をお書きください" (Please write the reason you did not participate) includes checkboxes for "日程が合わなかった" (Schedule didn't match), "開催を知らなかった" (Didn't know it was held), "通信環境が悪かった" (Communication environment was poor), and "その他" (Other).