

アジレント主催のライブウェビナーにご参加される方へ

こちらでは、オンラインセミナー配信業者（ネクプロ株式会社）による
ライブウェビナーの参加方法やよくある問題を記載しています

ネクプロ株式会社による配信の場合：視聴テスト

下記にて、視聴確認が可能です。




https://v2.nex-pro.com/live_check/agilent

このページで、当日ご視聴する予定のネットワーク環境での、回線速度や動画の動作チェックが可能です。回線速度などが△や×の場合の対処方法やトラブルシューティングが、上記ページに記載があります。

1. 回線速度 ...

実測値： **14.48Mbps**




判定基準：

3Mbps以上	
1~3Mbps	
1Mbps未満	

2. ストリーミングサーバへの接続確認 ...

ブラウザ判定： **Html5**

判定基準：

Html5		HLSの再生をサポートしています。
Flash		FLASHで再生しています。(タイムシフト再生など一部の機能が使用できません。)
その他		サポート対象外、もしくはセキュリティ要件をみたしていません。

ネクプロ株式会社による配信の場合：よくある問題＜申込編＞

お申し込みの際、下記のようなエラーが表示された場合は以下のように対処してください。

1. 「既に登録済みの方はこちら」をクリックするか、右上の「ログイン」をクリックし、すでにお持ちのIDとパスワードでログイン（サインイン）してください

The screenshot shows the Agilent registration page. 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 displays event details for "アジレントユーザー ライブウェビナー<ラボの事業継続計画編>" (Agilent User Live Webinar <Lab Business Continuity Plan Edition>) on 2020/07/15 10:30 - 2020/07/16 11:30. The right column shows a registration form with a progress indicator (1-5) and a red error message: "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 associated with the "メールアドレス" (Email Address) field, with a note: "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). Other fields include "氏名" (Name), "氏名(カナ)" (Name in Kana), and "会社名" (Company Name).

ネクプロ株式会社による配信の場合：よくある問題<申込編>

2. 右上の人のマークをクリックし、プルダウンメニューの「ログアウト」をクリックし、一度ログアウトしてください
3. すでにお持ちのIDとパスワードでログイン（サインイン）してください

Agilent

プロフィールの変更
パスワードの変更
ログアウト

下記フォームに入力して、予約を行ってください。

1 セミナー 2 個人情報 3 確認

自宅でも仕事ができる、これからのラボに求められること～データインテグリティや規制対応に強いシステムを構築～
✓ 2020/07/15 10:30 - 07/15 11:30 (60分)

危機に強い、Lab Informaticsの設計とリモートサービスの活用:
✓ 2020/07/16 10:30 - 07/16 11:30 (60分)

次へ

ネクプロ株式会社による配信の場合：当日の視聴方法

①セミナーのタグをクリック。

申し込んだウェビナーが表示されます。

The screenshot shows the NEXPRO website interface. At the top, there is a search bar and the NEXPRO logo. Below the logo, a message states: "セミナーは開催されています。再生ボタンをクリックして閲覧を開始してください。" (The seminar is being held. Click the play button to start viewing.)

The main content area is a video player. The video frame shows a blurred office scene with the text "セミナー開始までお待ちください" (Please wait until the seminar starts) overlaid in large red characters. Below the video frame, there is a red "再生" (Play) button. A blue arrow points to this button with the instruction: "③再生ボタンをクリック。ウェビナーが開始します。(配信中)" (Click the play button. The webinar will start. (Broadcasting)).

On the right side of the page, there is a sidebar with tabs for "チャット", "セミナー", and "お気に入り". Under the "セミナー" tab, two webinar listings are visible. A blue arrow points to the first listing with the instruction: "②開始時間前に視聴するウェビナーをクリック。メイン画面に視聴するウェビナーが表示されます。" (Click the webinar to watch before the start time. The webinar to watch will be displayed on the main screen.)

At the bottom of the video player, there is a red "中断" (Interrupt) button. A red arrow points to this button with the instruction: "ウェビナーが途中で中断された場合にはこのボタンをクリックしてください" (If the webinar is interrupted in the middle, click this button).

ウェビナーが途中で中断された場合には
このボタンをクリックしてください