

初めて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

- ライブウェビナーとは、インターネットブラウザの環境を利用し、リアルタイムで講演などを聴講していただくオンラインセミナーのことです
- 弊社主催のライブウェビナーは、以下のアプリケーションを使って配信しています

Cisco (シスコ) 社が提供している
Webex events (ウェビーエックス イベント) を利用しての配信

オンラインセミナー配信業者を利用しての配信

※開催内容によって配信方法が異なります。予めご了承ください。

初めて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

以降のページでは

Cisco（シスコ）のWebex events（ウェビーエックス イベント）を利用した場合の参加方法やよくある問題を記載しています

Cisco Webex events による配信の場合：推奨されるブラウザ

- ウェブ アプリは、Windows、Mac、Chromebook、Linux、i-OS 上のさまざまなブラウザで利用可能です。
- 推奨ブラウザは、Internet Explorer、Chrome、および Firefox などがございます。最新の推奨ブラウザの情報は、Cisco Web-ex のサポートページで検索することが可能です。
- もしご使用中のブラウザで参加できない場合、ブラウザを変更していただくことで問題が解消する場合もございます。

Cisco Webex events による配信の場合：参加するには

- 事前にご登録いただく必要がございます。ご希望のセミナーの詳細ページにお進みください。
- 申込画面のイベントの状態の横にある [登録](#) をクリックしていただき、表示される必要事項を入力のうち、送信してください。
- 追って参加登録完了メールが送付されます。
メールの差出人は、アジレント・テクノロジー株式会社 <messenger@webex.com> です。

そのメールには、参加ページへリンクしたURL情報が含まれていますので、messenger@webex.comからのメールは削除されないよう、お願いいたします。

- messenger@webex.comからのメールが迷惑メールボックスに入ってしまう場合もございます。登録後メールが届かない時は、ご自身の迷惑メールボックスも合わせてご確認ください。

The screenshot shows the Cisco Webex event registration interface. At the top left is the Cisco Webex logo. Below it, the text reads 'イベント情報: テスト' and 'このイベントに参加するには登録が必要です。まだ登録が済んでいない場合は今すぐ行ってください。' The 'イベントの状態' section shows '未開始 (登録)', where '(登録)' is highlighted with an orange box. A line connects this box to another orange box on the right that says '登録をクリック'. Below this, the event details are listed: '日時: 2020年4月17日 10:00 日本時間 (東京, GMT+09:00) タイムゾーンを変更', 'プログラム: アジレント・テクノロジー ウェビナー (e-セミナー)', 'パネリスト情報: アジレント・テクノロジー株式会社', and '継続時間: 1 時間'.

CISCO Web-ex events による配信の場合：言語や表示時間の変更方法

- ご自身のタイムゾーンや言語の設定確認は、CISCOのページよりご確認いただけます。
([CISCOのページへリンク](#))
- セミナータイトルをクリックしてWeb-Exサイトを開くと、言語・地域・タイムゾーンが日本以外の地域に設定されている場合がありますので、その際は全て「日本」に設定変更されることをお勧めします。

変更したい箇所の文字をクリック

例：「米国」「New York Time」などの文字




English : New York Time

その後、プルダウンメニューから下記を選択して保存

タイムゾーン：東京（日本時間、GMT+9）

言語：日本語

地域：日本



タイムゾーン: 東京 (日本時間、GMT+09:00)

言語: 日本語

地域: 日本

Cisco Webex events による配信の場合：視聴テスト

- Ciscoより、オンライン会議に参加できるかどうか、確認できるテストサイトが提供されています。

<https://www.webex.com/ja/test-meeting.html>

※こちらは会議（Webex meetings）用のテストサイトですがWebex eventsも機能は同じです。

- 氏名とメールアドレスをクリックすると、Meetingが開始されます。

- Join Meeting Test 画面が表示されたら、ミーティングに参加をクリックしてください。CISCOが提供しているスライドが表示されたら、視聴テストは完了です。



Cisco Webex events による配信の場合：よくある問題について

Windows端末のInternet Explorerを使用してWebexに参加しようとした際、「Webexを開始しています...」で止まってしまう場合や、アプリの読み込みが10%から先に進まない等の問題が起きることがあります。

また、参加できても各種機能が正常に使えない場合、以下の設定を行っていただくことで問題が解決する場合があります。

1. クッキーとキャッシュのクリア
2. 信頼済みサイトへの登録
3. クッキー使用の許可
4. プロキシの例外サイトへの追加
5. TLSの利用
6. IEのリセット ※IEの全ての設定がリセットされてしまいますのでご注意ください。

上記の詳しい設定方法は、Ciscoページの記載内容をご覧ください ([CISCOページへリンク](#))。

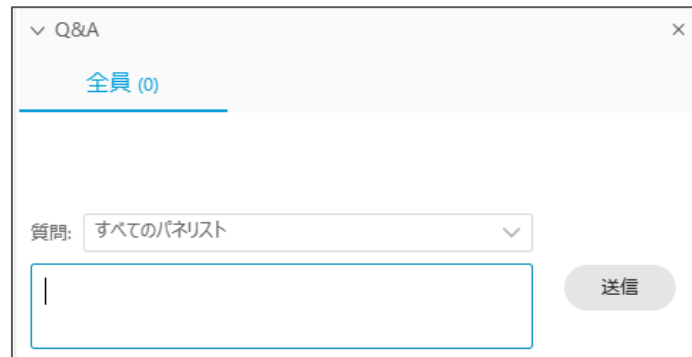
Cisco Webex events による配信の場合：ライブウェビナー中の質問方法

ライブウェビナー中は、「Q&A」の機能を使って、直接ご質問を送ることが可能です

1. 画面右下の「Q&A」という文字をクリックしてください
2. 画面右下にテキストを打ち込めるボックスが表示されるので、その中に質問項目を入力してください。
3. 画面右下の「送信先」で「すべてのパネリスト」を選択して送信ボタンをクリックしてください。

ご質問への回答は、配信時間に余裕がありましたら、講演終了後に、この場で回答します。

もし講演時間中に回答できなかった場合、後日メールにてご質問者様へ回答を送信いたします。



The screenshot shows a Q&A panel with a close button (X) in the top right corner. Below the title 'Q&A', there is a section for '全員 (0)' (All (0)). A dropdown menu labeled '質問:' (Question) is set to 'すべてのパネリスト' (All panelists). Below the dropdown is a large text input field with a vertical cursor. To the right of the input field is a '送信' (Send) button.