

Giornata Analitica Ticinese

20 Giugno 2018 • Bellinzona

Partecipa a questo evento gratuito!

Programma preliminare

08:45	Registrazioni e caffè di benvenuto
09:15	Introduzione alla giornata analitica
09:30	Effectiveness of Accelerated Solvent Extraction Compared to QuEChERS Methods for the Multiresidue Analysis of Pesticides in Organic Honey by GC-MS/MS - <i>Fabrizio Galbiati, Sales Support Expert Sample Preparation, Special Solutions Center, Thermo Fisher Scientific, Reinach</i>
10:00	Thermo Scientific™ Vanquish™ Duo UHPLC per Aumentare la Produttività <i>Alessandro Spadaro, Sales Representative Ticino, Thermo Fisher Scientific, Reinach</i>
10:30	Pausa caffè
11:00	Polar and Ionic Components in Pharmaceutical and Biopharmaceutical Industry <i>Alexander Leuthard, Application Specialist for Chromatography & Trace Elemental Analysis Thermo Fisher Scientific, Reinach</i>
11:30	GC and GC-MS: Ultime Novità Tecnologiche <i>Dr. Robert Stoop, Brechbühler AG, Schlieren</i>
12:00	Innovazione Continua nella Cromatografia Ionica - <i>Dr. Franco Abballe, Manager Sales Support Chromatography & Trace Elemental Analysis Italy Thermo Fisher Scientific, Rodano (MI)/Italy</i>
12:30	Pranzo
14:00	LC-MS: Novità e Semplicità di Utilizzo <i>Daniel Grenno, Sales Representative, Thermo Fisher Scientific, Reinach</i>
14:45	Level Check - Using Check Standards to Verify Quality of Calibration <i>Dr. Antonio De Pascalis, Manager Sales Support Chromatography & Trace Elemental Analysis Switzerland Thermo Fisher Scientific, Reinach</i>
15:30	Latest Innovations in ICP-MS Technology - <i>Dr. Ioana Konz Application Specialist for Trace Elemental Analysis & Chromatography, Thermo Fisher Scientific, Reinach</i>
16:15	Fine del seminario

Sede: Ristorante Castelgrande, Grotto San Michele, Salita al Castelgrande, 6500 Bellinzona

Partecipazione e registrazione: la partecipazione è gratuita, ma è richiesta la registrazione. La registrazione all'evento è ora possibile inviando una mail a info.thermo.ch@thermofisher.com oppure direttamente a alessandro.spadaro@thermofisher.com, per domande inerenti a questo evento per favore inoltrare una mail o chiamare lo 0798741423.

Contatto: Per domande su questo evento e per quanto riguarda la registrazione, inviare un'e-mail a info.thermo.ch@thermofisher.com o chiama lo **061 716 7700** (signor Disteli).