



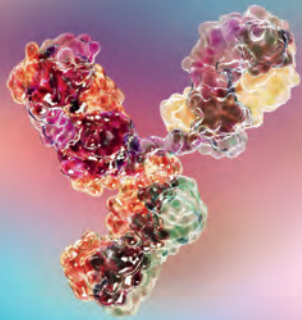
Live Webinar

Il percorso diagnostico del paziente
affetto da allergia respiratoria stagionale:
dal Primary care alla Medicina di precisione



Giovedì 1 Luglio 2021, ore 14.00-15.00

ThermoFisher
SCIENTIFIC



Speakers

Moderatore:

Dott. Francesco Laureti

Scientific Advisor Allergy & Autoimmunity

Thermo Fisher Scientific, ImmunoDiagnostics, Monza

Dott. Filippo Fassio

U.O.S. Allergologia e Immunologia Clinica

Nuovo Ospedale "San Giovanni Di Dio", Firenze

Dott. Massimo Magi

Presidente Fondazione Nusa

Segretario Generale Regionale Marche

Medico di Famiglia, Ancona

Programma del Webinar

Ore 14.00-14.10

Introduzione

Dott. Francesco Laureti

Continuità nel percorso diagnostico dal MMG allo specialista allergologo

Dott. Massimo Magi

Ore 14.10-14.30

Sinergie mediche per la cura e la salute del paziente affetto da allergie respiratorie stagionali

Dott. Filippo Fassio

Ore 14.30-14.45

Clinical cases

Dott. Filippo Fassio

Ore 14.45-15.00

Q&A

Conclusions & Take Home Messages

Dott. Francesco Laureti & Dott. Filippo Fassio





Modalità di registrazione

È richiesta la pre-registrazione al Webinar attraverso il seguente link:
<https://bit.ly/3oksNQD>

Si registri al Webinar: <https://bit.ly/3oksNQD>

Riceverà un'E-mail di conferma di iscrizione con il link per la connessione al Webinar.

La partecipazione al Webinar online è gratuita e sarà disponibile la registrazione *on-demand*.

Segreteria Organizzativa

Thermo Fisher Scientific - ImmunoDiagnostics

Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. - Via G. B. Tiepolo, 18 - 20900 Monza (MB)

Elisa Sormani, Cell. +39 335 7563417, E-mail: elisa.sormani@thermofisher.com

Find out more at thermofisher.com/phadia

© 2021 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified. 167620.AL.EU5.IT.v1.21

ThermoFisher
SCIENTIFIC