



PROGRAMMA CORSI 2020

| STRUMENTAZIONE ANALITICA | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|-----------|--------|--------------------|-----|-----|-----|-------|--------|-----|-----|-----|-------|----------|-----|
| Corsi Specialistici | P/N | € x gg | Giorni | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| La sicurezza. DL 81/08, formazione generale | N0200183 | 300 | 1/2 gg | | | | | 26 | | | | | | | |
| Preparazione di un laboratorio a visita Accredia | N0200187 | 500 | 1 | | | | | 6 | | | | | | | |
| Analisi delle microplastiche con Spotlight 200i | * | 890 | 3 | | | | 7-8 | | | | | | 13-14 | | |
| Analisi delle microplastiche con Spotlight 400 | * | 890 | 3 | | | | | 19-20 | | | | | 7-8 | | |
| Introduzione alla caratterizzazione dei polimeri con FT-IR, DSC, TGA | * | 500 | 3 | | | | | | 30-1-2 | | | | | 10-11-12 | |
| Caratterizzazione dei materiali tramite tecniche accoppiate TGA/FT-IR/GC-MS | N0200720 | 500 | 2 | Corso su richiesta | | | | | | | | | | | |
| Analisi delle nanoparticelle tramite ICP-MS | N0236017 | 500 | 2 | Corso su richiesta | | | | | | | | | | | |
| Spettroscopia Atomica | P/N | € x gg | Giorni | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Corso su Software Syngistix AA, ICP e ICP-MS | N0231013 | 300 (500) | 1 | | | 17 | | | | | | | | | |
| Corso teorico di Assorbimento Atomico con atomizzazione in fiamma | N0200044 | 500 | 1 | Corso su richiesta | | | | | | | | | | | |
| Corso teorico di Assorbimento Atomico con atomizzazione in fornello | N0200045 | 500 | 2 | Corso su richiesta | | | | | | | | | | | |
| Preparazione campione all'analisi con spettroscopia atomica | N0200040 | 500 | 1 | Corso su richiesta | | | | | | | | | | | |
| Corso di avviamento all'analisi ICP-OES (Avio 200/500) | N0200048 | 500 | 2 | Corso su richiesta | | | | | | | | | | | |
| Corso di avviamento alla tecnica ICPMS (Nexion 1000/2000) | N0200046 | 500 | 2 | Corso su richiesta | | | | | | | | | | | |
| Applicazioni pratiche della tecnologia DRC in ICP-MS | * | 500 | 1 | Corso su richiesta | | | | | | | | | | | |

| STRUMENTAZIONE ANALITICA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--------|--------|-----|-------|-------|-----|-----|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Caratterizzazione dei materiali | P/N | € x gg | Giorni | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Corso software Spectrum e applicativi FT-IR (Search, Quant) | N0200136 | 500 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | <i>Corso su richiesta</i> | | | | | | |
| Corso base di introduzione alla tecnica FT-IR | N0200134 | 500 | 1 | | | | | 7 | | | | | 6 | | |
| Corso avviamento utilizzo Spectrum 2/3 con UATR | N0200159 | 500 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | <i>Corso su richiesta</i> | | | | | | |
| Corso avanzato utilizzo microscopia FT-IR | N0237011 | 500 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | <i>Corso su richiesta</i> | | | | | | |
| Corso base/pratico tecnica UV/Vis con Lambda 365 | N0200213 | 500 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | <i>Corso su richiesta</i> | | | | | | |
| Corso base/software/sessione pratica strumentazione TGA 8000-DSC 8500/8000-DSC 4000/6000 | N0200647 | 500 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | <i>Corso su richiesta</i> | | | | | | |
| Cromatografia/LCMSMS | P/N | € x gg | Giorni | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Corso base/software/sessione pratica tecnica GC | N0200496 | 500 | 2 | | 12-13 | 24-25 | | | | | | | | | |
| Corso base/software/sessione pratica tecnica HS GC | N0200467 | 500 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | <i>Corso su richiesta</i> | | | | | | |
| Corso base/software/sessione pratica tecnica GC-MS | N0200424 | 500 | 2.5 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | <i>Corso su richiesta</i> | | | | | | |
| Corso manutenzione ordinaria GC e GC-MS per operatori | N0200455 | 500 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | <i>Corso su richiesta</i> | | | | | | |
| Corso base/software/sessione pratica tecnica HPLC | N0200529 | 500 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | <i>Corso su richiesta</i> | | | | | | |
| Corso base/software/sessione pratica strumentazione Qsight + LX50 | N0233042 | 500 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | <i>Corso su richiesta</i> | | | | | | |

PerkinElmer, Inc.
940 Winter Street
Waltham, MA 02451 USA
P: (800) 762-4000 or
(+1) 203-925-4602
www.perkinelmer.com

PerkinElmer Italia SpA
Viale dell'Innovazione 3, 20126, Milano
Tel: 0236012500
Email: LasITraining@perkinelmer.com
oppure elisabetta.dambrosio@perkinelmer.com



For a complete listing of our global offices, visit www.perkinelmer.com/ContactUs

Copyright © 2019, PerkinElmer, Inc. All rights reserved. PerkinElmer® is a registered trademark of PerkinElmer, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.

52326_JTA

PKI