

## MODULO D'ISCRIZIONE - REGISTRATION FORM

Parma, 15-20 novembre 2008 / Parma, November 15<sup>th</sup>-20<sup>th</sup> 2008

STARHOTELS DU PARC Viale Piacenza 12/c - 43100 Parma

**SI PREGA DI INVIARE QUESTO MODULO VIA EMAIL O FAX  
ENTRO IL 9 NOVEMBRE 2008 AL**

email: [workshop.corso.bpa@hotmail.it](mailto:workshop.corso.bpa@hotmail.it)

fax: +39 0521 537760

**REGISTRATION FORM MUST BE SUBMITTED VIA EMAIL OR FAX  
BY NOVEMBER THE 9<sup>th</sup> 2008 TO:**

email: [workshop.corso.bpa@hotmail.it](mailto:workshop.corso.bpa@hotmail.it)

fax: +39 0521 537760

Surname / Cognome .....

Name / Nome .....

Company / Azienda .....

Role / Carica .....

Address / Indirizzo .....

Phone / Telefono .....

Mobile phone / cellulare .....

Fax .....

Email .....

Desidero iscrivermi al **CORSO di BPA** / *I would like to be registered for the **BPA COURSE***

Desidero iscrivermi al **WORKSHOP** / *I would like to be registered for the **WORKSHOP***

Firma / Signature .....

La scadenza per la registrazione è il **9 NOVEMBRE 2008**

The deadline for the registration is **NOVEMBER 9<sup>th</sup> 2008**

Per ulteriori informazioni chiamare al: / For more information call to:  
+39 0521 537701 - +39 0521 537751

### INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti e in nostro possesso verranno trattati, sia tramite l'ausilio di strumenti elettronici che senza, internamente per meri scopi organizzativi, finalizzati all'iscrizione/partecipazione al corso.  
Il trattamento avverrà in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza in ottemperanza alla normativa vigente. In caso di mancato consenso al trattamento dei vostri dati personali non ci sarà possibile adempiere alle Vostre richieste. Non è prevista la diffusione dei dati. I Vostri diritti in relazione ai dati da noi trattati sono evidenziati nell'art. 7 DLGS 196/2003.

### PRIVACY POLICY

According to the Legislative Decree 196/2003 regarding the code for the protection of personal data, we would like to inform you that the personal data supplied by yourself will be used both in hard and electronic copy. Data will be used for internal and organizational use only (course subscription and organization). Personal data will be handled following the current legislative norm. The Organization will not publish your personal data. Your rights in relation to the treatment of personal data are specified in Article 7 DLGS 196/2003.

## Dove siamo / Location

Luogo di svolgimento del corso / Location:



STARHOTELS DU PARC Viale Piacenza 12/c - 43100 Parma  
Tel +39 0521 292929 Fax +39 0521 292828  
<http://www.STARHOTELS.com/>



Altre strutture alberghiere / Other Hotel Accommodations:

**HOTEL FARNESE** ★★★★★ (Tel. +39 0521 994247 Fax +39 0521 992317)  
Via Reggio 51/A, 43100 Parma (PR)

**HOTEL VERDI** ★★★★★ (Tel. +39 0521 293539 Fax +39 0521 293559)  
Via Pasini 18, 43100 Parma (PR)

**HOTEL CENTURY** ★★★★★ (Tel. +39 0521 039800 Fax +39 0521 039898)  
P.le Carlo Alberto Dalla Chiesa 5/A, 43100 Parma (PR)

**HOTEL ASTORIA** ★★★★★ (Tel. +39 0521 272717 Fax +39 0521 272724)  
Via Trento 9, 43100 Parma (PR)

**PARK HOTEL TOSCANINI** ★★★★★ (Tel. +39 0521 289141 Fax +39 0521 283143)  
Via Toscanini 4, 43100 Parma (PR)

**PALACE HOTEL MARIA LUIGIA** ★★★★★ (Tel. +39 0521 281032 Fax +39 0521 231126)  
Viale Mentana 140, 43100 Parma (PR)

Con la partecipazione di: / With the participation of:



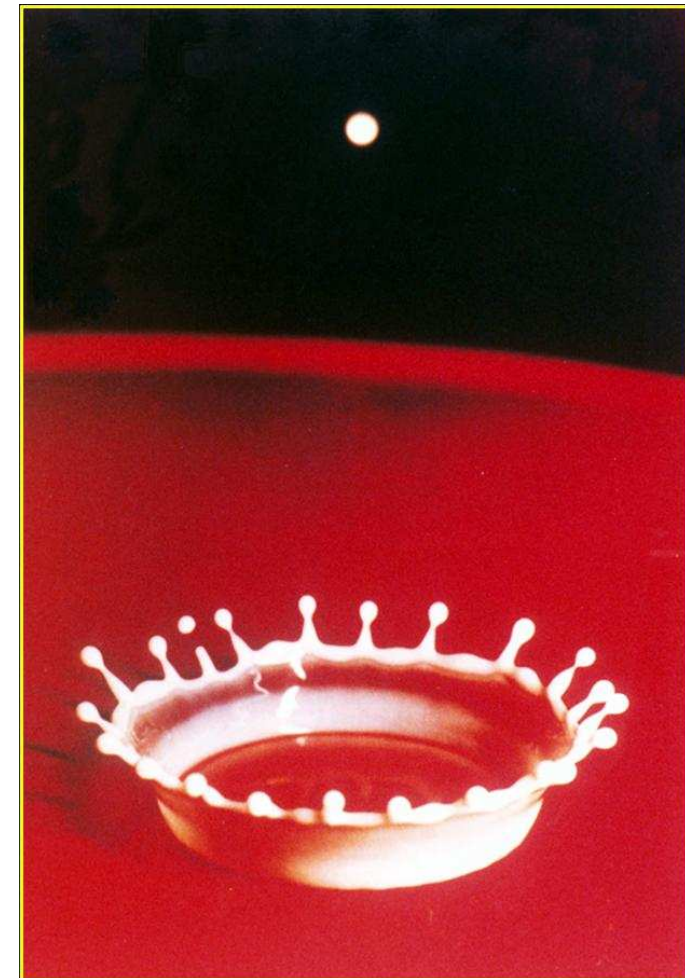
### Comitato Scientifico / Scientific Committee

Prof. T. Paulette SUTTON, MS, MT (ASCP), CLS  
University of Tennessee - USA

T.Col. Dr. Luciano GAROFANO, PhD  
Head of the Dept. Carabinieri Scientific Investigations of Parma /  
Comandante del RIS di Parma

Magg. Dr. Paolo FRATINI  
Head of the Ballistic Section - Dept. Carabinieri Scientific Investigations  
of Parma / Comandante della Sezione Balistica - RIS Parma

Dr. Enrico RISSO, MD, MFM, MFFLM  
Centre for Forensic and Legal Medicine - University of Dundee - UK



Workshop di Scienze Forensi  
November 15<sup>th</sup>, 2008 / 15 novembre 2008

Bloodstain Pattern Analysis (BPA) Course  
November 17<sup>th</sup> -20<sup>th</sup>, 2008 / 17-20 novembre 2008

STARHOTELS DU PARC - Parma (ITALY)  
V.le Piacenza 12/c - 43100 Parma



## Workshop

### "Novità in scienze forensi" "Forensic Science Overview"

Parma, 15 novembre 2008 / Parma - November 15<sup>th</sup> 2008

STARHOTELS DU PARC

Viale Piacenza 12/c - 43100 Parma

Il workshop rappresenta una preziosa opportunità per affrontare le più recenti novità in tema di scienze forensi e discutere circa il ruolo della prova scientifica e delle indagini difensive.

Durante l'incontro si parlerà di automazione dell'analisi del DNA da tracce complesse, di BPA, di balistica, di tossicologia, di indagini foniche e di informatica forense, ma anche di infanticidi e di epoca della morte.

Farà da contorno all'evento un forum cui interverranno tutti i relatori, finalizzato a raccogliere i contributi ed i quesiti dei partecipanti ed una esposizione di strumenti e tecnologie da utilizzare sulla scena del crimine ed in laboratorio.

**Il workshop sarà tenuto in lingua italiana ed a tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza.**

*The workshop is an important opportunity to show the latest possibilities in forensic science and to discuss the role of science within the investigation as well as the trial.*

*During the meeting many fields of forensic science will be discussed such as DNA, BPA, ballistics, toxicology, audio and forensic computer investigations as well as infanticides and time of death.*

*At the end of the meeting all speakers will be available for a forum with the participants. An exposition of the new technologies and instruments for crime scene investigation and for the forensic laboratory will be also presented.*

**The official workshop language is Italian.**

#### Programma del Workshop / Workshop Program

08.00-08.45	Registrazione dei partecipanti
08.45-09.00	Saluto delle Autorità ed introduzione ai lavori
09.00-09.30	M. VINCENTI: <i>Nuove strategie analitiche nella ricerca sistematica di tracce in tossicologia forense</i>
09.30-09.45	F. CECCHI (Perkin Elmer): <i>L'automazione Perkin Elmer nei laboratori forensi</i>
09.45-10.00	M. PIZZAMIGLIO: <i>Le analisi del DNA da tracce di sudore</i>
10.00-10.15	L. ZARA (Applied Biosystems Italia): <i>La soluzione completa per i laboratori forensi</i>
10.15-10.30	A. BOSETTI (Promega): <i>Nuove frontiere nell'analisi del DNA da traccia</i>
10.30-11.00	Coffee Break
11.00-11.45	E. RANDAZZO: <i>Le indagini della difesa e la prova scientifica nel processo penale</i>
11.45-12.30	G. CANZIO: <i>Nuove prove scientifiche e revisione del processo</i>
12.30-13.00	C. FEDERICI - M. MATTIUCCI: <i>Gli accertamenti tecnico-scientifici su sistemi digitali e su software di comunicazione telematica</i>
13.00-13.30	D. ZAVATTARO: <i>Le potenzialità delle indagini foniche</i>
13.30-14.30	Pranzo - buffet
14.30-15.10	P.T. SUTTON: <i>L'uso della BPA per la risoluzione di casi criminali</i>
15.10-15.40	E. RISSO: <i>La determinazione dell'epoca della morte</i>
15.40-16.10	A. BRAMANTE: <i>Madri e padri che uccidono: analisi del filicidio in Italia</i>
16.10-16.30	Coffee Break
16.30-17.00	R. GROPPETTI - N. SENIN - S. PINI: <i>Misura ed analisi della microtopografia tridimensionale delle superfici per l'identificazione delle armi da fuoco</i>
17.00-17.30	P. FRATINI: <i>Stato dell'arte sulla Banca Dati Balistica IBIS</i>
17.30-18.30	Forum e discussione con i partecipanti

## Corso BPA / Course

Il corso sarà articolato su 4 giorni, da lunedì a giovedì, in cui si terranno delle sessioni teorico pratiche tra le 8.30 e le 17.00. Saranno offerti ai partecipanti 2 coffee break ed il pranzo per l'intero corso. Il giovedì pomeriggio si svolgerà l'esame finale, cui seguirà la consegna dei certificati. Il corso sarà tenuto in lingua inglese.

*The Bloodstain Pattern Analysis Course is a four days training course: theoretical and practical sessions will take place from Monday to Thursday between 8.30 a.m. and 5.00 p.m. 2 coffee breaks and lunch will be offered to participants for the whole course. On Thursday afternoon the final examination will take place before the presentation of certificates. The official course language is English.*

### Informazioni / General Information

L'obiettivo primario del corso è quello di far acquisire una valida esperienza pratica sul BPA ed è **riservato ad un massimo di 40 partecipanti** che, per la durata di 4 giorni intensivi, prenderanno parte a lezioni teoriche ed a numerose prove pratiche di laboratorio. Il corso comprende:

- Caratteristiche fisiche del sangue;
- Pattern prodotti per gocciolamento e per spruzzi di sangue;
- Pattern prodotti per proiezione di sangue;
- Interpretazione dei pattern prodotti dalle macchie di sangue;
- Sequenza delle macchie di sangue;
- Prelievi di tracce ematiche;
- Interpretazione delle macchie di sangue sugli indumenti;
- Casistica.

Non vi sono requisiti minimi professionali o di cultura scolastica per l'accesso al corso, che è dedicato ad investigatori, avvocati, magistrati, medici legali, consulenti ed altri esperti di polizia scientifica. Gli studenti che completeranno il corso di 4 giorni acquisiranno una buona capacità di documentazione ed interpretazione delle tracce di sangue, al fine di ricostruire la dinamica delittuosa. Il corso non crea "esperti istantanei" in questa particolare branca della criminalistica: è necessario infatti proseguire nelle attività di studio e ricerca, per essere accettati nei tribunali come veri esperti in materia. Il corso di BPA è un training dedicato al riconoscimento ed alla interpretazione delle tracce di sangue e non tratterà gli aspetti legati alla biologia ed alla genetica forense. Gli studenti che completeranno il corso con successo riceveranno un certificato di partecipazione.

*This four days intensive course is only available to a maximum of 40 students. Lectures and laboratory exercises will allow the participants to observe and study the physical characteristics and the behavior of human blood. Topics will include:*

- Characteristics of Liquid Blood;
- Dripped and Splashed Patterns;
- Projected Blood Patterns;
- Bloodstains as a Chronometer;
- Sequence of Bloodstains;
- Recovery of Bloodstain Evidence;
- Interpretation of Bloodstain Evidence;
- Interpretation of Bloodstain on Clothing;
- Case Examples.

*There is no minimum educational requirement to be accepted into the class. Students who complete the four days training will acquire a better understanding of bloodstain pattern evidence. The course will not make "instant experts" of those in attendance. The BPA course provides basic training in bloodstain pattern interpretation including dynamic of formation and different features of bloodstains. Forensic haematology and biology will not be covered. For the laboratory exercises the main group will be divided in smaller groups so that each student will gain hands on practical experience. Certificates will be awarded to students who successfully complete the course requirements.*

## Registrazione e Pagamento / Registration and Payment

La quota di iscrizione al **Workshop**, pari a **€50,00**, comprende due coffee break ed il pranzo-buffet. L'**iscrizione** ed il **pagamento** dovranno essere effettuati **entro il 9 novembre 2008**.

La quota di iscrizione al **Corso**, pari a **€ 650,00**, comprende: il corso, una copia del libro Principles of Bloodstain Patterns Analysis – Theory and Practice – S.H.James-P.E.Kish-T.P.Sutton, un aperitivo di benvenuto, due coffee break e il pranzo da lunedì a giovedì. Sono escluse le spese di pernottamento e per le cene. L'**iscrizione** dovrà pervenire **entro il 9 novembre 2008** e, a causa del numero limitato di frequentatori, il **pagamento dovrà essere effettuato entro 5gg dalla conferma di accettazione che sarà comunicata a cura della segreteria organizzativa**.

Una copia dell'ordine di bonifico deve essere inviata via fax o via mail alla segreteria organizzativa. Come causale dei bonifici inserite il riferimento del corso ed il vostro nome e cognome. In caso di mancata tracciabilità del bonifico la registrazione non sarà accettata.

*The Workshop fee is € 50,00 and includes two coffee break and lunch-buffet. The deadline for the registration and the full payment is November 9<sup>th</sup> 2008.*

*The Course fee is € 650,00 and includes the course, one copy of the book Principles of Bloodstain Patterns Analysis – Theory and Practice – S.H.James-P.E.Kish-T.P.Sutton, welcome drink, two coffee breaks and lunch from Monday to Thursday. Hotel and dinner costs are not included. The deadline for the registration is November 9<sup>th</sup> 2008. Due to the limited number of admitted participants, the full payment must be made within 5 days of receiving the confirmation of attendance by the secretariat.*

*Payments should be received by bank transfer, preferably in EURO, to the bank account indicated below. Applicants are responsible for all bank transfer charges. A copy of the bank orders should be faxed or mailed to secretariat. Please also provide your bank with the conference reference and your full name. If the bank transfer cannot be traced the registration will not be considered valid.*

**Bank Account No. / Conto corrente n. 5475780**

**ABI: 6175 CAB: 12700 CIN: A**

**IBAN: IT14A061751270000005475780**

**Account Name / Intestato a: Seminario e Corso BPA**

**Bank / Banca CARIGE – Filiale di Parma**

**Address / Indirizzo banca Viale Piacenza 39 - 43100 PARMA**

## Sistemazione alberghiera / Hotel Accommodation

Per i partecipanti sono state riservate 65 camere presso lo STARHOTELS DU PARC, alle seguenti condizioni speciali / For the participants 65 rooms have been reserved in the STARHOTELS DU PARC in Parma at the following special conditions:

- 25 rooms Classic DUS (November 14<sup>th</sup>-16<sup>th</sup>) € 90,00
- 40 rooms Classic DUS (November 17<sup>th</sup>-20<sup>th</sup>) € 85,00

Prima colazione compresa nel prezzo / Prices include breakfast.

**Le prenotazioni alberghiere saranno effettuate a cura dei partecipanti / Participants must arrange their hotel booking.**

Per altre sistemazioni si consiglia di contattare direttamente gli alberghi indicati sul retro / For other accommodations we suggest to contact directly the aforementioned hotels.

### Welcome drink

Domenica sera 16 novembre sarà offerto ai partecipanti un aperitivo di benvenuto / Sunday evening November 16<sup>th</sup> a welcome drink will be offered to the participants.