



## Communiqué de Presse |

### **IBA VEND UN CYCLONE® 30 A L'INDE**

Embargo jusqu'à 17h40 (heure belge) – 26 février 2007

**Louvain-la-Neuve, Belgique, le 26 février 2007** – IBA (Ion Beam Applications S.A. : Reuters IOBAAt.BR and Bloomberg IBAB.BB) annonce ce jour avoir finalisé un contrat portant sur la livraison au Département de l'Energie Atomique Indien (DAE) d'un Cyclone® 30 – un cyclotron de 30 MeV (Millions d'Electrons Volts) – qui servira à la production de radioisotopes à usage médical. Le contrat porte sur une valeur non divulguée se situant entre 5 et 10 millions d'Euro.

Ce cyclotron servira à la production de radioisotopes SPECT (tomographie par émission monophotonique) tel que le Thallium-201. Il sera aussi équipé d'une ligne faisceau destinée à la Recherche et Développement. Il permettra à l'Inde de ne plus devoir dépendre de l'importation onéreuse de radioisotopes médicaux en produisant ceux-ci localement afin de desservir une plus grande partie de la population indienne. Il sera installé sur un nouveau site du VECC (Variable Energy Cyclotron Centre) du Département de l'Energie Atomique Indien (DAE) à Calcutta et devrait entrer en activité au début 2009.

Le Cyclone® 30 d'IBA est utilisé par les plus grands producteurs de radioisotopes au monde. Cet accélérateur de protons est destiné à l'usage médical et à la recherche. Il produit des radioisotopes qui sont utilisés chaque jour par les départements hospitaliers de médecine nucléaire et les centres d'imagerie médicale de par le monde pour procéder à des diagnostics cliniques pointus en oncologie, cardiologie et neurologie. IBA détient 90% du marché international dans cette technologie.

« Après la vente d'un Cyclone® 30 au Vietnam début 2006, un accord soumis à financement pour un Cyclone® 30 en Turquie mi-2006, IBA prouve une fois de plus qu'elle est un véritable leader dans la fourniture de solutions pour les soins santé basées sur la technologie du cyclotron », a déclaré Pierre Mottet, CEO d'IBA. « La mission d'IBA est de fournir les outils de pointe requis pour lutter contre le cancer et ce projet confirme une nouvelle fois sa position de leader dans ce domaine. »

## Communiqué de Presse |

### **A PROPOS D'IBA**

IBA développe des solutions de très haute précision dans le **diagnostic et le traitement du cancer**. L'entreprise offre en outre des solutions de stérilisation et d'ionisation pour optimiser l'hygiène et la sécurité au quotidien. Cotée sur la bourse paneuropéenne EURONEXT, IBA est intégrée au segment de marché NextEconomy et fait partie de l'indice BelMid. Website: [www.iba-worldwide.com](http://www.iba-worldwide.com) .

### Contact

#### **IBA**

Paul-Emmanuel Goethals  
Director, Corporate Business Development  
& Investor Relations  
Tél.: +32 10 47 58 16  
[paul-emmanuel.goethals@iba-group.com](mailto:paul-emmanuel.goethals@iba-group.com)

### **le Cyclone® 30 d'IBA**

