



Solutions logicielles pour le dépistage néonatal.

Oz NANI™ (Newborn Admission Notification Information)

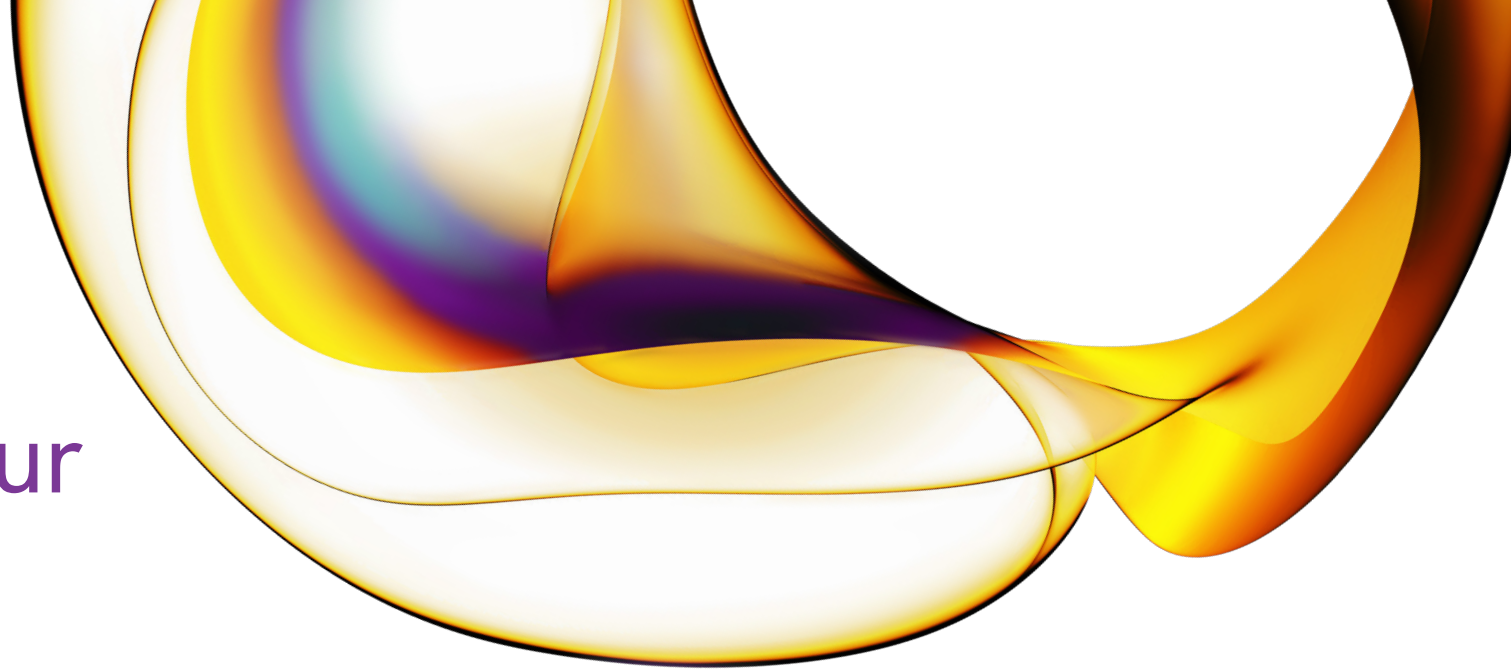
Réduit le temps, élimine les risques d'erreur et de répétition liés à la saisie manuelle des données. Permet à votre personnel de se concentrer sur les soins aux patients en laissant Oz NANI assurer l'exactitude, la précision et la mise à jour des données démographiques et des informations liées à la naissance. Oz NANI est l'interface entre le DME (Dossier Médical Électronique) d'un hôpital et les solutions logicielles de dépistage.*

Oz NANI améliore la qualité et réduit les risques en fournissant :

- Des données démographiques automatisées à l'admission des nouveau-nés
- Des mises à jour automatisées, incluant les sorties et les transferts internes en temps réel
- Un renforcement de la sécurité des patients en fournissant des données démographiques sécurisées sur les patients
- L'optimisation du flux de travail du dépistage grâce au suivi précis et automatisé des naissances
- Une élimination des doubles saisies de données et des autres erreurs de saisie manuelle
- Une mise à jour du nom du patient en temps réel pour un suivi plus efficace

Revvity assiste votre hôpital dans la configuration de la connexion ADT (Admission, Sortie et Transfert) avec les protocoles standards HL7 et IHE (Integrating the Healthcare Enterprise).

* Le DME de l'hôpital et le moteur d'interface déterminent les champs qui peuvent être envoyés électroniquement.



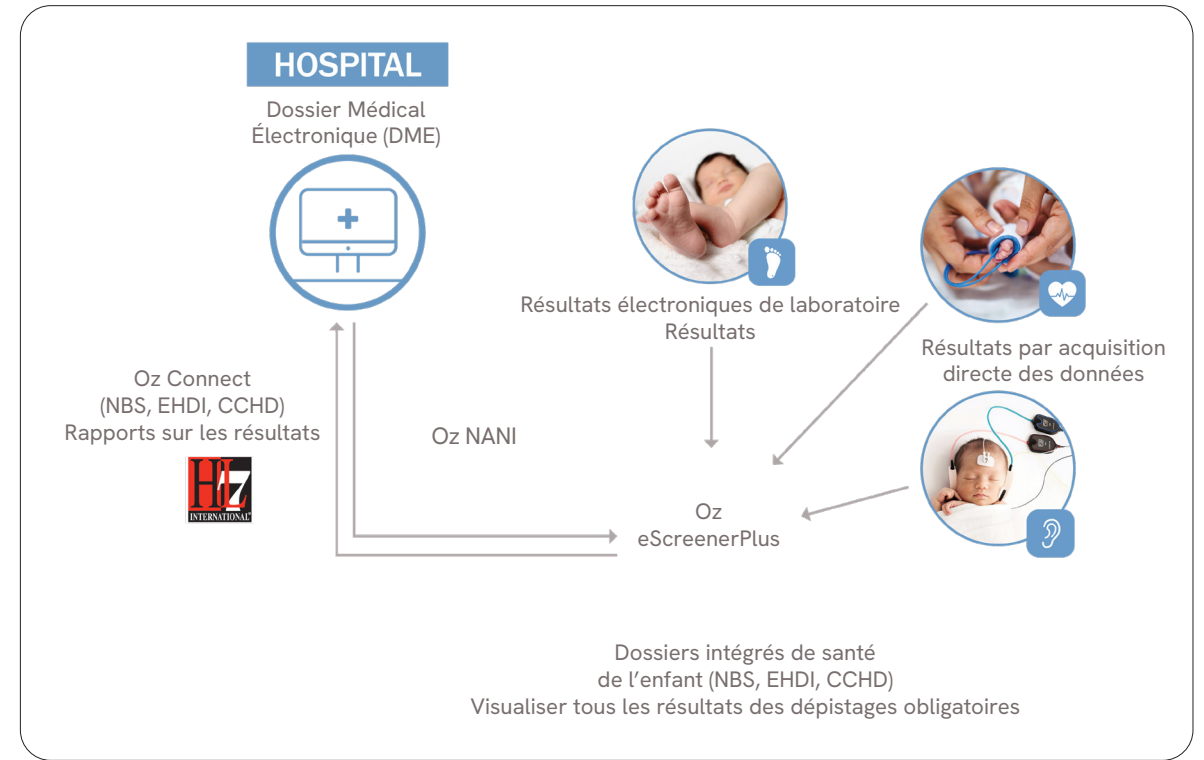
Tracey Kunkel, Secretary, UnityPoint Health-St. Luke's, Sioux City, IA

" Oz NANI a rendu mon travail plus efficace et m'a permis de gagner du temps. Oz NANI fonctionne en temps réel et il met automatiquement à jour les informations. Le prénom du bébé est automatiquement mis à jour même si le bébé n'est pas nommé à la naissance. De plus, d'autres données qui n'étaient pas disponibles à la naissance sont ajoutées. Il y a moins de place pour l'erreur humaine ; les dossiers sont complétés beaucoup plus rapidement ; les médecins, l'État et moi-même sommes tous beaucoup plus satisfaits des résultats."



Revvity - Un ensemble intégré

Revvity donne aux soignants les outils - et le temps - de fournir les soins personnels et la réactivité que les patients ont connus il y a des décennies. Nos solutions de dépistage néonatal de bout en bout réduisent les erreurs humaines et améliorent la sécurité des patients, la qualité des soins et la rapidité des interventions.



* Telepathy™ EHDI et Telepathy™ CCHD sont nécessaires pour la remontée des résultats dans le DME.

Dépistage néonatal Revvity

Leader mondial du dépistage néonatal, nous équipons actuellement les maternités et laboratoires de plus de 100 pays. Nous sommes prestataires de solutions globales, offrant des solutions complètes en offrant un large éventail de produits validés de haute qualité : trousse de dépistage néonatal, consommables, instruments et logiciels. Depuis 1985, plus de 700 millions de bébés ont été dépistés avec nos produits et solutions. Chaque jour, plus de 70 bébés partout dans le monde bénéficient d'un début de vie en meilleure santé, grâce à la détection précoce d'une anomalie grave.

revvity